

NanoTemper Technologies GmbH

**Vereinbarung
Auftragsverarbeitung
Gem. Art. 28 DS-GVO**

**Data Processing
Agreement
pursuant to Art. 28 GDPR**

Zwischen

between

Company / Firma

Place & Country / Ort & Land

Verantwortlicher
nachfolgend Auftraggeber

Controller

Und der

and

NanoTemper Technologies GmbH

München, Deutschland / Munich, Germany

Auftragsverarbeiter
nachfolgend Auftragnehmer

Processor

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Fern- oder Vor-Ort-Wartung und Unterstützung für die Produkte des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer verarbeitet dabei personenbezogene Daten für den Auftraggeber i.S.v. Art. 4 Nr. 2 und Art. 28 DS-GVO auf Grundlage des Auftrags des Auftraggebers.
- (2) Dauer des Auftrags
Diese Vereinbarung wird mit Unterzeichnung durch den Auftraggeber unbefristet erteilt und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

Die Kündigung oder anderweitige Beendigung des Hauptvertragsverhältnisses gemäß Ziffer 1 (1) beendet gleichzeitig diese Vereinbarung.

1. Subject Matter and Duration of the Order

- (1) Subject matter of the order is the provision of services for remote or on-site maintenance and support for the products of the Processor. The Processor processes personal data for the Controller in accordance with Article 4(2) and Article 28 GDPR based on the order of the Controller.
- (2) Duration of the order
This Agreement is concluded with the date of signature of the Controller for an indefinite period and can be terminated by both parties with a notice period of 4 weeks to the end of the month. The option of termination without notice is unaffected.

Termination with notice or other termination of the main agreement in accordance with clause 1 (1) shall also terminate this Agreement.

2. Art, Zweck und Umfang der Auftragsverarbeitung

- (1) Gemäß der Beschreibung des Gegenstands des Auftrags verarbeitet der Auftragnehmer keine personenbezogenen Daten. Es ist nur möglich, dass Mitarbeitern des Auftragnehmers im Rahmen der Arbeiten personenbezogene Daten zur Kenntnis gelangen oder der Auftraggeber eigenständig und ungefragt personenbezogene Daten übermittelt.
- (2) Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Eine Verlagerung in ein Drittland kann erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO erfüllt sind. Die Verlagerung bedarf keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

2. The manner, purpose and scope of the order processing

- (1) In accordance with the description of the subject matter of the order, the Processor shall not process personal data. It is possible that employees of the Processor may become aware of personal data in the course of their work, or the Controller may transfer personal data automatically and without being requested to do so.
- (2) The contractually agreed data processing shall be performed exclusively within a member state of the European Union, or in other parties to the Agreement on the European Economic Area. Data may be transferred to a third country if the specific conditions of Article 44 et seqq. GDPR are met. The transfer does not require the prior consent of the Controller.

3. Technisch-

organisatorischen

Maßnahmen nach Art. 32

DS-GVO (Art. 28 Abs. 3

Satz 2 lit. c DS-GVO)

- (1) Der Auftragnehmer wird mit Beginn der Verarbeitung die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung dokumentieren und dem Auftraggeber übergeben (siehe Anlage 1). Die Maßnahmen sind Grundlage des Auftrags.
- (2) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 lit c, Art. 32 DS-GVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen.

3. Technical measures

pursuant to Article 32

GDPR (second sentence

of point (c) Article 28(3)

GDPR).

- (1) The Processor shall record the required technical organisational measures at the start of the processing, including but not limited to those relating to the actual fulfilment of the order, and shall submit this to the Controller (see Annex 1). The measures form part of the order.
- (2) The Processor shall ensure security pursuant to point (c) of Article 28(3) and Article 32 GDPR, in particular in conjunction with Article 5 (1,2) GDPR. Overall, it is necessary to undertake relevant data security measures and measures to guarantee a level of data protection appropriate to the risk, with regard to confidentiality, integrity, availability, and the resilience of systems. The current level of technological advancement, implementation costs and the manner, extent and purpose of the processing, as well as the varying likelihood and severity of risk for the rights and freedoms of natural persons must be taken into account as defined by Article 32(1) GDPR.

- (3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahme nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.
- (3) Technical and organisational measures are subject to technical progress and development. The Processor shall be permitted to this extent to implement adequate alternative measures. In doing so, the level of security of the defined measure must be maintained. Key changes must be documented.

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten

- (1) Der Auftragnehmer wird die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen an den Auftraggeber weiterleiten.
- (2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

4. Rectification, restriction and erasure of data

- (1) The Processor shall not on his own initiative rectify, erase or restrict the processing of data which is processed in the order, but only on the documented instruction of the Controller. If a data subject directly addresses the Processor with a matter of this nature, the Processor shall forward this request to the Controller.
- (2) Insofar as it is covered by the scope of work, an erasure concept, the right to be forgotten, rectification, data portability and access in accordance with the documented instruction of the Controller shall be guaranteed by the Processor.

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten gemäß Art. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

- (1) Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und 39 DS-GVO ausübt. Die Kontaktdaten werden dem Auftraggeber auf Anfrage mitgeteilt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird dem Auftraggeber mitgeteilt.
- (2) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO. Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.
- (3) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DS-GVO [Einzelheiten in Anlage 1].

5. Quality assurance and other obligations of the Processor

The Processor also has legal obligations pursuant to Articles 28 to 33 GDPR in addition to compliance with the provisions of this order; in particular, he shall guarantee that the following requirements are met:

- (1) Appointment in writing of a data protection officer who shall perform his activities pursuant to Articles 38 and 39 GDPR. The contact details are sent to the Controller on request. The Controller shall be notified of a change of data protection officer.
- (2) Ensuring confidentiality pursuant to the second sentence of point (b) of Article 28(3), Article 29, and Article 32(4) GDPR. In performing the work, the Processor shall only use employees who are committed to maintain confidentiality and have been fully briefed beforehand on the relevant data protection provisions. The Processor, and any person who reports to the Processor that has access to personal data, may only process this data in accordance with the instructions of the Controller, including the powers granted in this Agreement, unless they are obliged to process it by law.
- (3) Implementation and compliance with all technical and organizational measures required for this order pursuant to the second sentence of point (c) of Article 28(3), and Article 32 GDPR [Details in Annex 1].

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- | | |
|---|---|
| <p>(4) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.</p> <p>(5) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt.</p> <p>(6) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen.</p> <p>(7) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird.</p> | <p>(4) On request, the Controller and Processor shall work together with the supervisory authority in performing their duties.</p> <p>(5) The Controller must be informed without undue delay of any monitoring activities and measures carried out by the supervisory authority, insofar as they relate to this order. This shall also apply insofar as a statutory authority investigates the order processing at the Processor during administrative or criminal proceedings in relation to the processing of personal data.</p> <p>(6) The Processor shall support the Controller to the best of his ability insofar as the Controller is subject to: monitoring by the supervisory authority, administrative or criminal proceedings, the liability claim of a data subject or third party, or another claim relating to the order processing by the Processor.</p> <p>(7) The Processor regularly monitors the internal processes as well as technical and organizational measures to guarantee that processing carried out in his area of responsibility takes place in compliance with the requirements of the applicable data protection law, and that the rights of the data subject are protected.</p> |
|---|---|

6. Unterauftragsverarbeiter 6. Sub-Processors

- (1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z. B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer wird zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen ergreifen.
 - (2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Unterauftragnehmer für die Erbringung der vereinbarten Leistungen einzusetzen.
 - (3) Eine aktuelle Liste der eingesetzten Unterauftragnehmer wird auf <https://nanotempertech.com/privacy-policy/customer-dpa-subprocessors> veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.
 - (4) Der Auftraggeber hat das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung eines neuen Unterauftragnehmers Einspruch gegen dessen Einsatz zu erheben.
 - (5) Erfolgt kein Einspruch, gilt der Unterauftragnehmer als genehmigt.
- (1) Sub-contracts in terms of this provision are services which relate directly to the rendering of the main service. These do not include ancillary services which the Processor uses e.g. telecommunications, postage/transport, maintenance and user services, or the disposal of data carriers and other measures to ensure confidentiality, availability, integrity and resilience of the hardware and software of the data processing equipment. The Processor shall conclude reasonable and lawful contractual agreements and take monitoring measures to guarantee data protection and the security of the Controller's data, even in the event that the ancillary services are outsourced.
 - (2) The Processor is entitled to engage Sub-processors for the provision of the agreed services.
 - (3) An up-to-date list of the engaged Sub-processors is published and regularly updated at <https://nanotempertech.com/privacy-policy/customer-dpa-subprocessors>.
 - (4) The Controller has the right to object to the engagement of a new Sub-processor within 14 days of its publication.
 - (5) If no objection is raised, the Sub-processor is deemed approved.

- | | |
|---|---|
| <p>(6) Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen.</p> <p>(7) Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftraggebers (mind. Textform). Sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragnehmer aufzuerlegen. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen von Unterauftragnehmern sind an die hier definierten technischen und organisatorischen Maßnahmen anzulehnen und dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen das hier vereinbarte Niveau unterschreiten.</p> | <p>(6) If the sub-processor renders the agreed service outside the EU/EEA, the Processor shall ensure that this is permitted under data protection law by taking the appropriate measures. This shall also apply if service providers are used in terms of Section 1 Paragraph 2.</p> <p>(7) Any further outsourcing by the sub-Processor requires the express consent of the main Controller (at least in text form). All contractual provisions in the sub-contracting chain must also be imposed on the other sub-Processor. The technical and organisational measures taken by sub-Processors must be related to the technical and organisational measures defined here, and may only fall short of the level agreed here in legitimate exceptions.</p> |
|---|---|

7. Kontrollrechte des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen. Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.
- (2) Überprüfungen vor Ort hat der Auftraggeber zu einem angemessenen Zeitpunkt, mindestens aber 4 Wochen vorher, anzukündigen und mit Auftragnehmer abzustimmen.

7. Right of control of the Controller

- (1) The Controller has the right to conduct reviews in consultation with the Processor. He has the right to verify adherence to this Agreement in the business operations of the Processor, by conducting spot checks of which he must notify the Processor well in advance.
- (2) The Controller must notify the Processor of on-site checks in reasonable time, but no less than 4 weeks in advance, and these checks must be agreed by the Processor.

- (8) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.
- (9) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann wahlweise erfolgen durch die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO, die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO, aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzaudatoren, Qualitätsaudatoren) und/oder eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach ISO27001 oder BSI-Grundschrift).
- (3) The Processor shall ensure that the Controller can verify compliance with the obligations of the Processor pursuant to Article 28 GDPR. The Processor shall be obliged to grant the required access to the Controller on request, and in particular to demonstrate that the technical and organisational measures have been implemented.
- (4) Measures which do not solely relate to the actual order can be verified through compliance with the approved codes of conduct pursuant to Article 40 GDPR, certification in accordance with an approved certification process pursuant to Article 42 GDPR, current certificates, reports or extracts of reports by independent bodies (e.g. financial auditors, audit department, data protection officer, IT security department, data protection auditors, quality auditors) and/or the appropriate certification through an IT security or data protection audit (e.g. according to ISO 27001 or BSI basic protection).

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers

- (1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a.

8. Reporting infringements by the Processor

- (1) The Processor shall support the Controller in complying with the obligations listed in Articles 32-36 GDPR, which relate to the security of personal data, notification obligations in the event of data breaches, data protection impact assessments, and previous consultations. These include

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen
- die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber zu melden
- die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen zur Verfügung zu stellen
- die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung
- die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Aufsichtsbehörde
- ensuring an appropriate level of protection through technical and organisational measures which take account of the circumstances and purposes of the processing, as well as the predicted likelihood and severity of a potential legal breach resulting from vulnerabilities, and which enable relevant incidents to be identified immediately
- the obligation to notify the Controller of any breaches of personal data without undue delay
- the obligation to support the Controller within his duty to inform data subjects, and to provide him with all relevant information in regard hereto
- to support the Controller with his data protection impact assessment
- to support the Controller within the context of prior consultations with the supervisory authority

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers

- (1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform).

9. Power of the Controller to issue instructions

- (1) The Controller shall confirm verbally issued instructions without undue delay (at least in text form).

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

(2) The Processor shall inform the Controller without undue delay if he is of the opinion that an instruction breaches data protection specifications. The Processor shall be entitled to postpone performance of the relevant instruction until it is confirmed or amended by the Controller.

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

10. Erasure and return of personal data

(1) Copies and duplicates of data are not created without the knowledge of the Controller. Exceptions include backup copies, insofar as they are required to guarantee proper data processing, as well as data which is required for compliance with statutory retention periods.

Bank Accounts

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- (2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.
- (3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben.
- (2) After completion of the contractually agreed work, or earlier on the request of the Controller – no later than the end of the performance agreement – the Processor shall return to the Controller all documents that have come into his possession, all results of the processing and use, and data which is related to the order, or shall destroy them after obtaining prior consent in compliance with data protection provisions. The same shall apply to test and scrap material. The erasure report must be presented on request.
- (3) Documentation which serves to demonstrate that the data processing has been performed properly and in accordance with the order shall be retained by the Processor after expiry of the Agreement in compliance with the relevant retention periods. The Processor may return it to the Controller after expiry of the Agreement at his own cost.

ppa. Markus Triebswetter

CFO

Name / Titel Vertreter Auftragnehmer

Name / Title Representative Processor

Name / Titel Vertreter Auftraggeber

Name / Title Representative Controller

DocuSigned by:

20F6C8C68B0D4E0...

Unterschrift Auftragnehmer

Signature Processor

Unterschrift Auftraggeber

Signature Controller

München

17.02.2025 | 08:25 MEZ

Ort, Datum

Place, Date

Ort, Datum

Place, Date

Anlage 1 – Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DS-GVO

Präambel Sicherheit der Verarbeitung

Dieses Dokument hält fest, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 32 DS-GVO) zu Datenschutz und Datensicherheit bei der NanoTemper Technologies GmbH (folgend „NTT“) in Bezug auf die Erbringung der Dienstleistung für die Vor-Ort- und Fernwartung und Unterstützung auf die Instrumente der NanoTemper Technologies GmbH getroffen werden.

Diese bildet eine der Grundlagen für die Pflichten der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG - DSGVO) am 25. Mai 2018, nachzukommen. Es orientiert sich inhaltlich an den Vorgaben der DSGVO.

Annex 1 – Security of processing pursuant to Article 32 GDPR

Security of processing preamble

This document establishes which technical and organisational measures (Article 32 GDPR) are taken in relation to data protection and security at NanoTemper Technologies GmbH (hereinafter “NTT”), in relation to the rendering of the service for on-site and remote maintenance, and support of the instruments of NanoTemper Technologies GmbH.

This forms one of the bases for meeting the obligations of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) of 25 May 2018. The content is based on the provisions of the GDPR.

1. Allgemeines

(1) Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DS-GVO)

- Hinsichtlich der Datensicherheitsmaßnahmen wurde der Bereich IT-Sicherheit eingebunden.
- Eine Risikoanalyse wurde gemäß Art. 32 DS-GVO durchgeführt. Die Maßnahmen des allgemeinen IT-Sicherheitskonzepts sind den festgestellten Risiken angemessen.

(2) Datenübertragbarkeit

Der Export der verarbeiteten Daten an den Betroffenen oder andere Dienste sind in einem gängigen Format (textbasierte Datendateien, CSV) möglich.

(3) Information der Betroffenen

Betroffene können sich an den angegebenen Kontakt für Anfragen zum Datenschutz wenden.

(4) Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellung

Bei der Umsetzung von neuen Technologien wird auf die Einhaltung des Datenschutzes durch Technikgestaltung und der datenschutzfreundlichen Technikgestaltung geachtet.

(5) Lösch- und Aufbewahrungskonzept

Es ist ein Löschkonzept für die Löschung personenbezogener Daten implementiert, die Aufbewahrungsfristen und Verantwortlichkeiten sind geregelt und dokumentiert.

1. General

(1) Technical and organisational measures (Article 32 GDPR)

- The IT security department has been involved in relation to data security measures.
- A risk analysis has been performed pursuant to Article 32 GDPR. The measures in the general IT security concept are appropriate to the identified risks.

(2) Data portability

The processed data can be exported to data subjects or other services performed in a commonly used format (text-based data files, CSV).

(3) Informing data subjects

Data subjects can address enquiries concerning data protection to the specified contact.

(4) Data protection by design and by default

In implementing new technologies, data protection requirements must be met by design and default.

(5) Erasure and retention concept

An erasure concept for erasure of personal data is implemented; retention periods and responsibilities are established and documented.

2. Vertraulichkeit

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

(z. B. Alarmanlage, Besucherregelung, Passwortrichtlinie, Protokollierung, Test- und Produktivdaten getrennt, etc.)

(1) Zutrittskontrolle

Folgende implementierte Maßnahmen verhindern, dass Unbefugte Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen haben:

- Berechtigungsvergabe (Schlüsselverwaltung und grundsätzliche Zutrittsberechtigung)
- Zutritt zum Gebäude außerhalb der Arbeitszeiten nur mit Schlüssel / Anmeldung über Klingelanlage
- Zentrale Besucheranmeldung und Richtlinie für Kennzeichnung von Besuchern
- Separat abgeschlossene Server- und Netzwerkschränke
- Clean Desk / Clean Screen-Regelung

(2) Zugangskontrolle

Folgende implementierte Maßnahmen verhindern, dass Unbefugte Zugang zu den Datenverarbeitungsanlagen haben:

- Nutzung von Datenverarbeitungsanlagen nach passwortbasierter Authentifizierung
- Nutzung von Mehr-Faktor-Authentifizierung (MFA)
- Automatische Regeln zur Sperrung von riskanten Logins und Benutzern

2. Confidentiality

(point (b) of Article 32(1) GDPR)

(e.g. alarm system, visitor control, password guidelines, protocols, test and production data separated, etc.)

(1) Physical access control

The following measures prevent unauthorised persons from entering the data processing facilities:

- Issuing of credentials (key management and general physical access credentials)
- Access to the building outside working hours only with a key/announcing presence via the intercom
- Central visitor reception and guidelines for identification of visitors
- Separately locked server and network cabinets
- Clean desk/Clean screen policies

(2) System access control

The following measures prevent unauthorised persons from gaining access to the data processing systems:

- Use of data processing systems according to password-based authentication
- Use of Multi-Factor-Authentication (MFA)
- Automated lock of risky sign ins and users

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Regeln für Einhaltung von Regelung für Passwortkomplexität und -Länge - Persönliche, individuelle Konten für Benutzer; keine Nutzung von unpersonalisierten Administrator-Zugängen - Sicherung der DV-Anlage durch den aktuellen Stand der Technik entsprechende Hard- und Software (Firewall, Anti-Virus-Software) - Sicherstellung von Entzug der Zugänge durch Austrittsprozess (Offboarding) - Für Fernwartung <ul style="list-style-type: none"> o Der Zugang zu den Systemen des Auftraggebers kann nur nach manuellem Start eines Einwahlprogrammes durch den Auftraggeber erfolgen. Eine automatische Verbindung erfolgt nicht. o Der Kunde ist verantwortlich für die Beendigung des Einwahlprogramms. | <ul style="list-style-type: none"> - Central rules for compliance with password complexity and length - Personal, individual accounts for users; no use of anonymous administrator credentials - DP system secured by hardware and software (firewall, anti-virus software) which corresponds to the current state of technological development - Ensuring that credentials are cancelled by the exit management process (offboarding) - For remote maintenance <ul style="list-style-type: none"> o Access to the Controller's systems can only be provided after the Controller manually launches a dial-in program. The connection is not established automatically. o The customer is responsible for closing the dial-in program. |
|---|--|

(3) Zugriffskontrolle

Folgende implementierte Maßnahmen stellen sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf personenbezogene Daten haben:

- Zugriff auf Datenablagen nur für berechtigte Benutzergruppen
- Richtlinie für Sperrung von Arbeitsplätzen auch bei kurzer Abwesenheit und technische Richtlinie zur Sicherstellung der Einhaltung (passwortgeschützter Bildschirmschoner).
- Vergabe von Entzug Zugriffen nach definiertem Berechtigungskonzept nach „Need-To-Know“-Prinzip; spezielle Freigaben durch Geschäftsführung bei besonders sensiblen Daten / Sonderfällen;

(3) Data access control

The following measures ensure that unauthorised persons do not have access to personal data:

- Access to data files for authorised user groups only
- Guidelines on locking workstations even during brief absences and a technical guideline on ensuring compliance (password-protected screen saver).
- Cancellation of credentials according to a defined credentials concept based on a “need-to-know” principle; special approval from the Management Board for highly sensitive data/special cases;

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- | | |
|--|---|
| <p>Dokumentation der Zugriffsvergabe und der Freigaben im Service Desk System</p> <p>- Für Fernwartung & Vor-Ort-Support:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeiten dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers begonnen werden. ○ Für jeden Start der Fernwartung erstellt das genutzte Einwahlprogramm einen neuen, zufälligen Einwahl-Code. Dieser hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf einem sicheren Kommunikationsweg (Telefon) zu übermitteln. ○ Es werden dem Auftragnehmer nur die Zugriffsrechte vom Auftraggeber eingeräumt, die dieser für die Durchführung der Fernwartungsarbeiten & Vor-Ort-Support tatsächlich benötigt. ○ Durch den Auftraggeber wird sichergestellt, dass der Auftragnehmer auf keine personenbezogenen Daten zugreifen kann. ○ Die ihm gewährten Zugriffsrechte werden vom Auftragnehmer nur in dem Umfang genutzt, wie es für die Durchführung der Fernwartung & Vor-Ort-Support nötig ist. ○ Downloads und Datentransfers für den Zweck der Fehleranalyse und -behebung werden vom Auftragnehmer nicht angefertigt. Werden diese benötigt, muss der Auftraggeber diese erstellen und außerhalb des Fernwartungssystems zur Verfügung stellen. | <p>documentation of issued credentials and approvals in service desk system</p> <p>- For remote and on-site support:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Work may only begin with the consent of the Controller. ○ The dial-in program used generates a new, random dial-in code whenever remote maintenance is launched. This must be sent by the Controller to the Processor via a secure communication channel (phone). ○ The Controller may only grant the Processor data access rights which the Processor actually needs to perform the remote maintenance and on-site support. ○ The Controller shall ensure that the Processor cannot access personal data. ○ The data access rights granted to him shall only be used by the Processor to the extent that this is necessary to perform remote maintenance and on-site support. ○ Downloads and data transfers for the purpose of failure analysis and troubleshooting are not created by the Processor. If these are required, the Controller must create them and make them available outside the remote maintenance system. |
|--|---|

(4) Trennungskontrolle

Folgende implementierte Maßnahmen stellen sicher, dass das zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden:

- Berechtigungskonzept, das der getrennten Verarbeitung von Daten des Auftraggebers und von Daten anderer Kunden Rechnung trägt

(4) Separation rule

The following measures ensure that the personal data collected for different purposes is processed separately:

- Credentials concept, which takes account of the separate processing of the Controller's data and of data belonging to other customers

3. Integrität

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

(z. B. Rechte- und Rollenkonzept, zertifikatsbasierte Übertragung von Daten)

(1) Weitergabekontrolle

Es ist sichergestellt, dass personenbezogene Daten bei der Übertragung oder Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. Des Weiteren ist gewährleistet, dass überprüft werden kann, welche Personen oder Stellen personenbezogene Daten erhalten haben. Zur Sicherung sind folgende Maßnahmen implementiert:

- Nutzung von verschlüsselten Protokollen für externe Datenübertragungen
- Entsorgung von Datenträgern nach Löschung mit sicheren Verfahren (US DoD, Guthmann); Physische Vernichtung bei defekten Datenträgern durch Dienstleister mit Nachweis
- Hardware-Verschlüsselung von mobilen Endgeräten

3. Integrity

(point (b) of Article 32(1) GDPR)

(e.g. rights and roles concept, certificate-based data transfer)

(1) Disclosure control

This ensures that personal data cannot be read, copied, altered or erased without authorisation when transferring data or storing data on data carriers. This also guarantees that we can check which persons or bodies have obtained personal data. The following measures are taken to ensure this:

- Use of encrypted protocols for external data transfers
- Disposal of data carriers after erasure by secure methods (US DoD, Guthmann); physical destruction of defective data carriers by a service provider with documented proof
- Hardware encryption of mobile end devices

- Physikalische Zerstörung von Papierunterlagen im Haus gemäß Sicherheitsstufe 3 (DIN 66399)
- Datenschutzkonforme Löschung und Vernichtung von Daten gemäß Löschkonzept

- Physical destruction of paper documents on-site in accordance with security level 3 (DIN 66399)
- Data protection-compliant erasure and destruction of data in accordance with the erasure concept

(2) Eingabekontrolle

Maßnahmen die sicherstellen, dass geprüft werden kann, wer personenbezogene Daten zu welcher Zeit in Datenverarbeitungsunterlagen verarbeitet hat:

- Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von personenbezogenen Daten auf Basis des Berechtigungskonzepts
- Anlassbezogene Auswertung von Protokollen
- Kein automatischer Zugriff auf Datenverarbeitungsanlagen des Auftraggebers; Zugang erfolgt nur nach Freischaltung / Aktivierung des Auftraggebers
- Für Fernwartung: Der Mitarbeiter des Auftraggebers kann die Eingaben des Auftragnehmers zu jeder Zeit am Bildschirm nachverfolgen. Er hat die Arbeiten zu jeder Zeit zu beaufsichtigen.

(2) Input control

Measures which ensure that you can check who has processed personal data in the data processing documents and when:

- Issuing of rights for input, alteration and erasure of personal data based on the credentials concept
- Analysis of protocols as required
- No automatic access to the Controller's data processing systems; system access only after approval/activation by the Controller
- For remote maintenance: The Controller's employee can track the input of the Processor at any time on the screen. He must monitor the work at all times.

4. Verfügbarkeit und

Belastbarkeit

(Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

(z. B. Datensicherung, redundante Auslegung von Speichermedien in Serversystemen, Segmentierung der Netzwerkkommunikation, Firewall, VLAN, etc.)

Durch nachstehende Maßnahmen ist sichergestellt, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust und für den Verantwortlichen und/oder Auftraggeber stets verfügbar sind:

(1) Verfügbarkeitskontrolle

- Einsatz einer Festplattenspiegelung für Speichersysteme
- Spiegelung von kritischen Servern auf zwei räumliche getrennte Infrastrukturen
- Einsatz von zentralen Schutzprogrammen
- Vollständiges Backup- und Recovery-Konzept mit regelmäßiger Sicherung inkl. verschlüsselter air-gapped-Sicherung
- Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für alle Server
- Zweite Internetanbindung für Ausfallsicherung
- Klimaanlage für Serverräume

4. Availability and

resilience

(point (b) of Article 32(1) GDPR)

(e.g. data backup, redundant design of storage media in server systems, segmentation of network communication, firewall, VLAN, etc.)

The measures below ensure that personal data is protected against accidental destruction or loss, and is always available to the controller and/or Controller:

(1) Availability control

- Use of hard disk mirroring for storage systems
- Mirroring of critical servers on two physically separate infrastructures
- Use of central protection programs
- Complete backup and recovery concept with regular backup including encrypted air-gapped backup
- Use of an uninterrupted power supply (UPS) for all servers
- Second internet connection as a fail-safe solution
- Air conditioning unit for server rooms

(2) Wiederherstellung der Verfügbarkeit

- Regelmäßige Prüfverfahren zur Prüfung der Wiederherstellung der Verfügbarkeit
- Physikalisch getrennte Spiegelsysteme für unmittelbare Inbetriebnahme von Sicherungen nach Ausfall vorhanden

(2) Restoration of availability

- Regular testing to check restoration of availability
- Physically separate mirroring system for immediate launch of backups in the event of a failure

5. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS- GVO; Art. 25 Abs. 1 DS- GVO)

(z. B. Verhaltensregeln, Prüfung der Benutzeraktivitäten, Eigenkontrolle bei Vertragsdurchführung, Risikoanalyse, Datensicherheitsbeschreibung, IT-Sicherheitsrichtlinie, etc.)

(1) Datenschutzmanagement

Zur Sicherung, dass eine den datenschutzrechtlichen Grundanforderungen genügende Organisation vorhanden ist sind folgende Maßnahmen ergriffen:

- Auditplanung und -Durchführung von internen und externen Audits

5. Process for regular testing, assessment and evaluation (Point (d) of Article 32(1) and Article 25(1) GDPR)

(e.g. code of conduct, review of user activity, self-monitoring with regard to contract performance, risk analysis, data security description, IT security guidelines, etc.)

(1) Data protection management

The following measures are taken to ensure that there is an organisational structure in place which meets the basic data protection requirements:

- Audit planning and performance of internal and external audits

Vereinbarung Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO**Data Processing Agreement pursuant to Art. 28 GDPR****v2.2 – 12th Feb. 2025**

- Durchführung von Sensibilitätsmaßnahmen und regelmäßigen Mitarbeiterschulungen
- Risikomanagement und Risikoanalyse
- Datenschutzfolgenabschätzung und Maßnahmenplanung für neue und geänderte Abläufe als Standardprozess

(2) Incident Response Management

Folgende Maßnahmen stellen sicher, dass im Fall von Datenschutzverstößen Meldeprozesse ausgelöst werden:

- Prozess für sicherheitsrelevante Ereignisse und Vorfälle
- Dokumentation von sicherheitsrelevanten Ereignissen und Vorfällen in Service Desk System

(3) Auftragskontrolle

Folgende Maßnahmen stellen sicher, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden:

- Sorgfältige Auswahlprozess von Dienstleistern
- Abschluss von Vereinbarung von Auftragsverarbeitung
- Einbindung des Datenschutzbeauftragten in die dafür relevanten betrieblichen Prozesse
- Dokumentation von Weisungen des Auftraggebers
- Verpflichtung der Unterauftragnehmer (Subdienstleister) von NanoTemper zur Einhaltung der DS-GVO

- Raising of awareness and regular staff training
- Risk management and risk analysis
- Data protection impact assessment and action planning for new and amended processes as a standard process

(2) Incident response management

The following measures ensure that alerts can be triggered in the event of data protection breaches:

- Process for security-related events and incidents
- Documentation of security-related events and incidents in the Service Desk system

(3) Order control

The following measures ensure that personal data which is processed on behalf of the Controller is only processed in accordance with the instructions of the Controller:

- Careful selection of service providers
- Conclusion of an order processing agreement
- Involvement of the data protection officer in the relevant operating processes
- Documentation of the Controller's instructions
- Obligation of the sub-Processor (sub-contractor) of NanoTemper to comply with the GDPR

Bank Accounts

6. Pseudonymisierung

(Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)

Für die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten ist der Auftraggeber verantwortlich.

6. Pseudonymisation

(Point (a) of Article 32(1) and Article 25(1) GDPR)

The Controller is responsible for pseudonymisation of personal data.