

Offiziell freigegebenes Dokument

Dokumententitel	Unternehmenspolitik Qualität, Sicherheit, Strahlenschutz, Gesundheit und Umweltschutz
Dokumentennummer	DC00928QSH
Revision	07
Freigabe durch Dokumenteigner	10.09.2025 13:39: Stickl, Christian
Finale Freigabe	10.09.2025 15:52: Schroetter, Andreas
Bearbeitet von	Hieber, Thomas; Sabrina Pufal; Seifer, Sabrina
Dokumenteigner	Geschäftsführer
Verantwortlicher Funktionsbereich	Geschäftsführer
Geltungsbereich	Gesamt Berthold Technologies
Beschreibung	Unternehmenspolitik zweisprachig
Dokumententyp	QS-Handbuch
Originaldokument	m-files://show/E65DDFAC-2785-42A9-892B-A0573A397BA4/0-291051-29
M-Files Dokumentnummer Original	291051
M-Files Version Original	29
Gültig Ab	10.09.2025

Ausgedruckte Versionen und lokal abgespeicherte Versionen dieses Dokuments sind ungültig, es gilt nur die Online verfügbare elektronische Version.

Link zur elektronischen Version des Dokuments:

<https://suchmaschine/?doc=DC00928QSH>

Unternehmenspolitik

Corporate Policy

Qualität, Sicherheit, Strahlen-, Gesundheits- und Umweltschutz

Quality, Safety, Radiation, Health and Environmental Protection

- Wir bieten unseren Kunden einen Qualitätsstandard, der sich an den Forderungen des Kunden sowie an den Sicherheits-, Strahlen-, Gesundheits-, und Umweltschutz – Normen orientiert. Dabei befragen wir unsere Kunden nach ihrer Zufriedenheit mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Bei der Entwicklung und Herstellung fließen diese Erkenntnisse ein um qualitativ hochwertige, sichere und nachhaltige Produkte anbieten zu können.

We offer our customers a quality standard that is based on the customer's requirements as well as safety, radiation, health, and environmental protection standards. In doing so, we ask our customers about their satisfaction with our products and services. In development and production, these findings are used to provide high-quality, safe, and sustainable products.

- Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Medizinprodukte gegenüber Patienten, Anwendern und Dritten stehen stets im Mittelpunkt.

The safety and performance of our medical devices towards patients, users, and third parties are always our priority.

- Wir definieren und überwachen die einzelnen Prozesse. Wir schaffen durch klare Darstellung und gegenseitige Information Transparenz in zeitlichen Abläufen, sachlichen Zusammenhängen, erfassen und bewerten die Kostenstruktur.

We define and monitor the individual processes. Through clear representation and mutual information, we create transparency in temporal sequences, factual relationships, and record and evaluate the cost structure.

- Wir definieren jährlich unsere Qualitäts-, Sicherheits-, Strahlen-, Gesundheits-, und Umweltschutz – Ziele und setzen diese um.

We define and implement our quality, safety, radiation, health, and environmental protection targets annually.

- Wir überprüfen regelmäßig durch Reviews und Audits, die definierten Schnittstellen im Zusammenwirken der einzelnen Abläufe und reagieren schnell auf Abweichungen. Wir verpflichten uns, die normativen Anforderungen zu erfüllen und die Wirksamkeit unserer Managementsysteme aufrecht zu erhalten.

We regularly assess, through reviews and audits, the defined interfaces in the interaction of the individual processes and react quickly to deviations. We are committed to complying with normative requirements and maintaining the effectiveness of our management systems.

- Wir gestalten unsere Prozesse unter der Prämisse, des optimalen Kundennutzens unter Berücksichtigung von Qualität-, Sicherheits-, Strahlen-, Gesundheits- und Umweltschutzvorgaben. Die bedeutenden Umweltaspekte werden hier insbesondere bewertet und dokumentiert. Ereignisse werden von uns kritisch analysiert und vor Einführung einer Lösung, mit allen Q/SSGU Stellen des Unternehmens beraten. Bei all diesen Prozessen sind wir bedacht gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, erhalten oder zu verbessern. Bei Maßnahmen gilt immer die Hierarchie 1. Technische Lösung vor 2. organisatorische Lösung vor 3. Verwendung von PSA.

We design our processes on the premise of optimal customer service taking into account safety, radiation, health, and environmental protection requirements. The important environmental aspects are in particular, assessed and documented here. Events are critically analyzed and consulted with all of the company's Q/HRE offices prior to the implementation of a solution. In all these processes, we are committed to creating, maintaining, or improving healthy working conditions. For all measures, the following hierarchy always applies 1. Technical solutions, 2. Organizational solutions, before 3. Use of PPE.

- Wir halten gesetzliche Bestimmungen, behördliche Richtlinien und andere Richtlinien ein und stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter diese kennen und beachten.

We comply with legal requirements, government directives and other directives and ensure that our employees are aware of and comply with them

- Wir sind bestrebt Unfälle bei der Arbeit, arbeitsbedingte Erkrankungen, unnötige Strahlenexposition und nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden.

We strive to avoid accidents at work, work-related diseases, unnecessary radiation exposure, and adverse environmental impacts.

- Aus regem Austausch mit Forschung und Entwicklung in akademischen Einrichtungen lernen wir von denen, die näher an Innovationen sind und sind dadurch in der Lage Technologie-Standards zu setzen.

Through active collaboration with research and development in academic institutions, we learn from those closer to innovations, enabling us to set technology standards.

- Alle unsere Mitarbeiter sind aufgefordert sich an dem ständigen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu beteiligen um unsere Qualität, Sicherheit, sowie Strahlen-, Gesundheits- und Umweltschutz weiter zu verbessern. Dabei übernimmt die Managementebene eine Vorbildfunktion, um alle Mitarbeiter zu motivieren. In regelmäßigen Abständen führen wir Mitarbeiterbefragungen über Motivation und Zufriedenheit durch.

All our employees are encouraged to participate in the ongoing continuous improvement process in order to further improve our quality, safety, radiation, health, and environmental protection. In doing so, the management level assumes an exemplary role to motivate all employees. At regular intervals, we conduct employee surveys on motivation and satisfaction.

- Dieselben Qualitäts-, Sicherheits-, Strahlen-, Gesundheits- und Umweltschutzrichtlinien wenden wir bei der Beurteilung unserer Lieferanten an. Nicht nur der Preis, sondern auch die Zuverlässigkeit der Lieferungen, sind Bestandteil der Beurteilung.

We apply the same quality, safety, radiation, health, and environmental protection guidelines when evaluating our suppliers. Price is not the sole factor; reliability of deliveries is also considered.

Bad Wildbad, den 09. September 2025

Bad Wildbad, September 09, 2025

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Christian Stickel
Geschäftsführung/*Managing Director*

Geschäftsführung/Managing Director