

Unternehmenspolitik

Qualität, Sicherheit, Strahlen-, Gesundheits- und Umweltschutz

- 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.
- Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Medizinprodukte gegenüber Patienten, Anwendern und Dritten stehen stets im Mittelpunkt.
- 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.
- Wir definieren jährlich unsere Qualitäts-, Sicherheits-, Strahlen-, Gesundheits-, und Umweltschutz – Ziele und setzen diese um.
- 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.
- 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.
- Wir halten gesetzliche Bestimmungen, behördliche Richtlinien und andere Richtlinien ein und stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter diese kennen und beachten.
- Wir sind bestrebt Unfälle bei der Arbeit, arbeitsbedingte Erkrankungen, unnötige Strahlenexposition und nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden.
- 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.
- 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.
- 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.

Bad Wildbad, den 19.01.2024

Berthold Technologies GmbH & Co. KG



Thomas Bogner
Geschäftsführung