

Sartorius EHS-Richtlinie

Bei Sartorius verpflichten wir uns, für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen und die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Dabei orientiert sich unser Handeln an folgenden Grundsätzen:



Rechtskonformität

- Wir nutzen ein EHS-Management-system mit robusten Prozessen, um alle gesetzlichen und internen Standards einzuhalten und bei Bedarf schnell anzupassen.
- Wir sorgen für klare Kommunikation und Verantwortlichkeiten sowie eine sorgfältige Dokumentation aller Maßnahmen und Vorfälle gemäß geltender Vorschriften.



Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden haben oberste Priorität

- Wirtschaftliche Vorteile dürfen niemals zu Lasten der Arbeitssicherheit gehen.
- Wir sorgen für umfassende Gesundheits- und Sicherheits-schulungen für alle Mitarbeitenden.
- Programme, die das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden stärken, fördern wir aktiv.
- Um Unfälle zu vermeiden und Gesundheitsrisiken zu minimieren, setzen wir Sicherheitsrichtlinien und Maßnahmen zum Risikomanagement konsequent um.



Kontinuierliche Verbesserung unserer EHS-Leistung

- Wir fördern eine Kultur, in der die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten, der Umweltschutz und das Gemeinwohl mit unseren Unternehmenswerten in Einklang stehen.
- Wir fördern und unterstützen die EHS-Ziele, erfassen Fortschritte und bewerten diese regelmäßig.
- Wir teilen Wissen und Best Practices und etablieren bewährte Präventionsmaßnahmen.
- Wir motivieren zur aktiven Teilnahme an EHS-Gruppen und ermutigen, Vorfälle und unsichere Bedingungen zu melden.



Einsatz für den Umweltschutz

- Wir erkennen unsere wesentlichen Umweltauswirkungen und arbeiten aktiv daran, diese kontinuierlich zu minimieren und die damit verbundenen Menschenrechte zu schützen.
- Wir bieten Mitarbeitenden Schulungen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit.



Einbindung von EHS in Unternehmensprozesse

- Wir berücksichtigen EHS-Belange frühzeitig bei der Entwicklung von Produkten, Prozessen und Technologien sowie bei Beschaffungs- und Investitionsentscheidungen..



Konzernweite Mobilisierung der EHS-Unterstützung

- Wir fördern die EHS- und Nachhaltigkeitsziele von Sartorius durch sicheres und verantwortungsvolles Arbeiten und stärken die EHS-Kompetenz aktiv durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulungen und gezielte Entwicklungsprogramme.

Signiert von:

Joachim Kreuzburg

Name des Unterzeichners: Joachim Kreuzburg
Signiergrund: Ich genehmige dieses Dokument
Signierzeit: 2024-10-29 | 12:31:10 MEZ

EC68CF8C5CFB4391AC89FCB439227DA4

Signiert von:

Florian Presting

Name des Unterzeichners: Florian Presting
Signiergrund: Ich habe dieses Dokument verfasst
Signierzeit: 2024-10-15 | 10:51:04 MESZ

CAB21158101849F389258922421F6160

Dr. Joachim Kreuzburg
CEO

Florian Presting
Head of EHS & Security

Head of Site | Business