

Umweltpolitik der Bio-Rad Laboratories GmbH, München, Deutschland

Als Hersteller von Life Science Produkten und Diagnostika will Bio-Rad Laboratories seine unternehmerische Verantwortung zum Schutz von Mensch und Umwelt wahrnehmen. Umweltschutz und Gesundheitsschutz sind ein Bestandteil der Sicherung der Funktionsfähigkeit eines Unternehmens. Daher wollen wir sie in unsere Unternehmenspolitik integrieren und das Handeln unserer Mitarbeiter auf diese wesentlichen Ziele ausrichten.

Es ist daher unsere Pflicht, die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dieser Gedanke soll neben dem Streben nach einer sicheren und profitablen Produktion und der ständigen Verbesserung unserer Produkte Einzug in die Unternehmensphilosophie halten.

1. Förderung des Umweltbewusstseins bei allen Mitarbeitern

Alle Vorgesetzten bei Bio-Rad Laboratories fördern das Umweltschutzbewusstsein ihrer Mitarbeiter durch vorbildliches Verhalten, zielgerichtete Unterweisungen und Information. Der wirksame Umweltschutz im Unternehmen basiert auf dem Engagement und der Motivation unserer Mitarbeiter.

2. Vorsorgender Umweltschutz bei neuen Verfahren und Produkten

Umweltschutz und Arbeitssicherheit beginnt bei Bio-Rad Laboratories bereits bei der Entwicklung und Planung neuer Produkte und Verfahren.

3. Sichere Anlagen und Verfahren

Bio-Rad Laboratories überprüft und beurteilt kontinuierlich die Auswirkungen der bestehenden Abläufe, Prozesse und Anlagen. Alle Umweltauswirkungen werden in einem Umfang verringert, wie es sich mit der wirtschaftlich vertretbaren Anwendung der besten verfügbaren Technik erreichen lässt. Es werden Vorsorgemaßnahmen getroffen und kontinuierlich weiterentwickelt, damit bei Betriebsstörungen durch optimales Reagieren unfallbedingte Schäden an Menschen und Umwelt auf ein Minimum begrenzt werden.

4. Gesundheits- und Umweltgefahren abwehren

Die Verantwortlichen von Bio-Rad Laboratories ergreifen die notwendigen Vorkehrungen, um Umweltbelastungen durch Produkte, Abfälle und Verfahren zu vermeiden. Mögliche schädliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Anwohnern werden durch Einleitung von wirksamen Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen von den geplanten Verfahren ausgeschlossen.

5. Bewertung der Umweltschutzaktivitäten

Bei Bio-Rad Laboratories bestehen Kontrollverfahren, die gewährleisten, dass am Standort die Umweltpolitik eingehalten wird und die gesetzten Umweltziele erreicht werden. Die Durchführung von systematischen Umweltaudits stellt eine ständige Verbesserung im Umweltschutz sicher. Die Geschäftsleitung informiert sich regelmäßig über den Stand des Umweltschutzmanagementsystems.

6. Dialog mit der Öffentlichkeit

Bio-Rad Laboratories will durch aktive Information der Öffentlichkeit über die Umweltauswirkungen und umweltbezogenen Leistungen zusätzliche Akzeptanz für die Produkte und das Unternehmen erzielen. Anregungen der Öffentlichkeit werden aufgenommen und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit sachlich geprüft.

7. Beratung der Kunden über Umweltaspekte

Kunden von Bio-Rad Laboratories werden über die sichere und umweltschonende Handhabung und Verwendung von Produkten und die umweltgerechte Entsorgung von Produkten und deren Verpackung informiert.

8. Kooperation mit Behörden

Bio-Rad Laboratories führt zur Koordination und Verbesserung der Aktivitäten zum Umweltschutz einen kooperativen Umgang mit den Behörden. Dadurch werden die Verfahren auf dem neuesten Stand gehalten und eine Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen als Mindeststandard sichergestellt.

9. Bewertung der Umweltleistung von Vertragspartnern

Wir engagieren uns damit unsere Lieferanten und Dienstleister die gleichen Standards zu Sicherheit und Umweltschutz anwenden wie unser Unternehmen selbst. Durch besondere Bewertungsverfahren wollen wir unsere Vertragspartner zu umweltgerechten Prozessen bewegen.

10. Effiziente Umweltschutz Organisation

Die Geschäftsführung von Bio-Rad Laboratories hat die Verantwortlichkeiten zur Schaffung einer Umweltschutz Organisation festgelegt, um den Umweltschutz am

Standort zu gewährleisten und ständig zu verbessern. Im Rahmen dieser Organisation wurden alle Zuständigkeiten und Abläufe klar festgelegt.

11. Ständige Verbesserung im Umweltschutz

Bio-Rad Laboratories will den erreichten Status des betrieblichen Umweltschutzes stetig weiterentwickeln. Im Vordergrund steht die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung aller Umweltschutz Aktivitäten. Eingeschlossen sind alle technischen und organisatorischen Abläufe und Verfahren, sofern diese wirtschaftlich sinnvoll erscheinen.



**Bio-Rad
Laboratories GmbH**

*D-80901 München · Postfach 45 01 33
D-80939 München · Heidemannstraße 164
Telefon (089) 318 84-0
Telefax (089) 318 84-100
Internet: www.bio-rad.com*