

# KUNDENSCHULUNGEN UND SEMINARE

Strahlenschutz



**BERTHOLD**



## Schulungen und Seminare für den Strahlenschutz

Mit Ihrer Berthold-Messapplikation haben Sie ein High-Tech-Produkt erworben. Egal, ob Sie Dosisleistung, Kontaminationen oder Aktivitäten messen: Die jeweiligen Messverfahren erfordern immer eine exakte Einhaltung aller am Prozess beteiligten Parameter. Das gilt für die Montage an der Messstelle ebenso wie für das Konfigurieren und Kalibrieren.

## Unser Service für Sie

Gerne führen wir unsere Produktschulungen und Strahlenschutzkurse auch bei Ihnen vor Ort durch. Sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam Thema und Termin abstimmen können. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Suche nach einer Unterkunft. Termine und weitere Informationen über unsere Kurse und Schulungen finden Sie auf unserer Website.

## Praxisnahe Produktschulungen

Unsere Produktschulungen geben Ihnen Sicherheit bei der täglichen Arbeit und sorgen dafür, dass Sie das Potential Ihres Berthold-Produkts voll nutzen können. Erfahrene Servicetechniker sowie Spezialisten aus Entwicklung und Produktmanagement vermitteln fundiertes Praxiswissen, das inhaltlich auf die Anwendungen und Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten ist.

### Unser Kursangebot

1,5-tägige Produktschulung in kleinen Gruppen mit 4 bis max. 10 Teilnehmern. Angeboten werden Schulungen zu Dosisleistungsmesssystemen, Kontaminationsmessgeräten und Aktivitätsmessgeräten.

Weitere auf Anfrage.

### Ablauf Produktschulung (Beispiel)

- Strahlenschutz-Grundlagen
- Messtechnik-Grundlagen
- Handhabung / Bedienung / Kalibrierung
- Übersicht der verschiedenen Messfunktionen
- Vertiefung kundenspezifischer Anwendungen
- Praktische Übungen am Gerät
- Diskussion



## Strahlenschutzkurse

Fachkunde im Strahlenschutz ist eine gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzung für den Umgang mit radiometrischer Messtechnik. Wir bieten unseren Kunden ministeriell genehmigte Strahlenschutzkurse mit praxisnaher Ausrichtung an.

### Grundkurs

3-tägiger Kurs im Strahlenschutz nach Fachkunde Fachkundegruppe 2.1, jedoch für Aktivitäten bis zum  $3 \times 10^6$ -fachen der Freigrenze.

- Gesetzliche Grundlagen
- Empfehlungen und Richtlinien
- Aufgaben und Pflichten des Strahlenschutzbeauftragten
- Naturwissenschaftliche Grundlagen
- Strahlenschutzmesstechnik
- Strahlenschutztechnik
- Strahlenschutzsicherheit
- Lernkontrolle (Prüfung der erworbenen Kenntnisse)

### Aktualisierungskurs

2-tägiger Kurs nach Fachkundegruppe 2.1, 2.2, 2.3

- Gesetzliche Grundlagen
- Naturwissenschaftliche Grundlagen
- Diskussion aktueller Strahlenschutzthemen/-fragen
- Unterweisungen und Anweisungen
- Strahlenschutzmesstechnik
- Messpraktikum
- Zusammenfassung und Prüfung



## Kontaktieren Sie uns

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu unserem Schulungsangebot oder nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

### Ansprechpartner Strahlenschutzkurse:

Elke Schroth  
elke.schroth@berthold.com  
Telefon: +49 (0) 7081 177 203  
Fax: +49 (0) 7081 177 492

### Ansprechpartner Produktschulung:

Gerlinde Thal  
gerlinde.thal@berthold.com  
Telefon: +49 (0) 7081 177 231  
Fax: +49 (0) 7081 177 339

**Berthold Technologies GmbH & Co. KG**

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany  
+49 7081 1770 · info@berthold.com · [www.berthold.com](http://www.berthold.com)

