

Nr.	Termin	Seminar	Dauer	Kosten	Sprache
01	25.-27.03.2019	<b>Strahlenschutzgrundkurs</b>	3 Tage	600 €	Deutsch
02	28.-29.03.2019	<b>Strahlenschutz Aktualisierungskurs</b>	2 Tage	350 €	Deutsch
03	10.-11.04.2019	<b>Mikrowelle LB 565*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
04	15.-16.05.2019	<b>Füllstand LB 470 / Dichte LB 474*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
05	24.-26.06.2019	<b>Strahlenschutzgrundkurs</b>	3 Tage	600 €	Deutsch
06	27.-28.06.2019	<b>Strahlenschutz Aktualisierungskurs</b>	2 Tage	350 €	Deutsch
07	17.-18.07.2019	<b>Füllstand LB 440 / Dichte LB 444*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
08	25.-26.09.2019	<b>Mikrowelle LB 565*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
09	23.-24.10.2019	<b>Füllstand LB 440 / Dichte LB 444*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
10	20.-21.11.2019	<b>Füllstand LB 470 / Dichte LB 474*</b>	1,5 Tage	590 €	Deutsch
11	25.-27.11.2019	<b>Strahlenschutzgrundkurs</b>	3 Tage	600 €	Deutsch
12	28.-29.11.2019	<b>Strahlenschutz Aktualisierungskurs</b>	2 Tage	350 €	Deutsch

\* Anmeldeschluss 3 Wochen vor Beginn der Schulung.

Schulungsunterlagen, Snacks und Getränke während der Schulung und Mittagessen in der Kantine sind in der Schulungsgebühr enthalten (Preise zzgl. MwSt).

### Wichtige Hinweise:

Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist begrenzt.

Auch findet der Kurs nur statt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Deshalb wird eine baldige Anmeldung empfohlen.

Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Schulungen an, sprechen Sie uns an.

**Schulung**  
in Bad Wildbad

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Füllstand LB 440        | <input type="checkbox"/> Dichte LB 444                      |
| <input type="checkbox"/> Füllstand LB 470        | <input type="checkbox"/> Dichte LB 474                      |
| <input type="checkbox"/> Mikrowelle LB 565       |   |
| <input type="checkbox"/> Strahlenschutzgrundkurs | <input type="checkbox"/> Strahlenschutz Aktualisierungskurs |

**Schulungsnummer**

**Firmen-  
name**

**Name / Abteilung**  
(Empfänger des Zertifikate)

**Postanschrift**

**Rechnungsanschrift**

**Telefon**

**E-Mail**

- Bitte kreuzen Sie hier an, wenn Sie damit einverstanden sind, dass Berthold Technologies GmbH & Co. KG sowie ihre Niederlassungen Ihre Daten verwenden dürfen um Sie per E-Mail oder Telefon zu Marketingzwecken zu kontaktieren. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.

Teilnehmer (Name, Vorname)	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Diese Anmeldung erfolgt entsprechend den Teilnahmebedingungen und Gebühren des aktuellen Schulungskatalogs, welche wir hiermit anerkennen.

**Datum**

**Stempel/  
Unterschrift**

**HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ**

Die personenbezogenen Daten werden zur Schulungsabwicklung, Zertifikatserstellung und Abrechnungszwecken erhoben und gespeichert. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.