

TERMINE

| Kurs-Nr.* | Termine | Schulung | Preise in EUR netto | Ort** |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| GK02/25 | 02.-04. Juni | Grundkurs | 935,00 | Hotel Ochsen, Höfen/Enz |
| AK02/25 | 05.-06. Juni | Aktualisierungskurs | 625,00 | Hotel Ochsen, Höfen/Enz |
| GK03/25 | 17.-19. November | Grundkurs | 935,00 | Hotel Ochsen, Höfen/Enz |
| AK03/25 | 20.-21. November | Aktualisierungskurs | 625,00 | Hotel Ochsen, Höfen/Enz |

* unbedingt auf dem Anmeldeformular angeben

**Abrufkontingente sind bis jeweils 6 Wochen vor Anreise eingerichtet, danach nur noch nach Verfügbarkeit.
10 % Berthold-Firmenrabatt nur bei Direktbuchung im Hotel Ochsen (E-Mail oder Telefon)

Kursbeschreibung

Der Grundkurs ist ein 3-tägiger Kurs nach Fachkundegruppe 2.1, jedoch für Aktivitäten bis zum 3×10^6 -fachen der Freigrenze. Die Schulung beginnt am Montag um 13:00 Uhr und endet am Mittwoch gegen 12:00 Uhr.

Der Aktualisierungskurs ist ein 2-tägiger Kurs nach Fachkundegruppe 2.1, 2.2 und 2.3.

Die Schulung beginnt am Donnerstag um 13:00 Uhr und endet am Freitag gegen 12:00 Uhr.

Bedingungen

Voraussetzung für eine anerkannte Zertifizierung ist eine regelmäßige Teilnahme am Kurs sowie die bestandene Abschlussprüfung.

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

Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist begrenzt. Die Kurse finden nur statt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Der Anmeldeschluss ist drei Wochen vor Beginn der Schulung.

Stornierungsbedingungen

Eine Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist kostenfrei.

Bei Storno bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn stellen wir 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung.

Bei Storno 13 bis 6 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 75% der Teilnahmegebühr.

Bei Stornierung ab 5 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn, bei Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses berechnen wir 100 % der Teilnahmegebühr.

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen und ist erst dann wirksam, wenn sie vom Kurs-Anbieter schriftlich bestätigt wurde. Ummeldungen auf einen anderen Termin können nur in Absprache mit dem Kurs-Anbieter erfolgen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich.

Bitte senden Sie das Anmeldeformular an: andrea.goessner@berthold.com