

Nr.	Termin	Seminar	Dauer	Kosten	Sprache
07/26	10.02.-11.02.2026	Messung von Aktivität	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
08/26	14.04.-15.04.2026	Messung von Dosisleistung	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
09/26	16.06.-17.06.2026	Messung von Kontaminationen	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
10/26	14.07.-15.07.2026	Messung von Aktivität	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
11/26	13.10.-14.10.2026	Messung von Kontaminationen	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
12/26	10.11.-11.11.2026	Messung von Dosisleistung	2 TAGE	850,00 €	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.