

Nr.	Termin	Seminar	Dauer	Kosten	Sprache
01/26	24.03.-25.03.2026	Dichte/Füllstand LB 480, LB 430	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
02/26	21.04.-22.04.2026	Dichte/Füllstand LB47X	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
03/26	23.06.-24.06.2026	Mikrowelle LB 56X	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
04/26	22.09.-23.09.2026	Dichte/Füllstand LB 480, LB 430	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
05/26	20.10.-21.10.2026	Dichte/Füllstand LB47X	2 TAGE	850,00 €	Deutsch
06/26	25.11.-26.11.2026	Mikrowelle LB 56X	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.