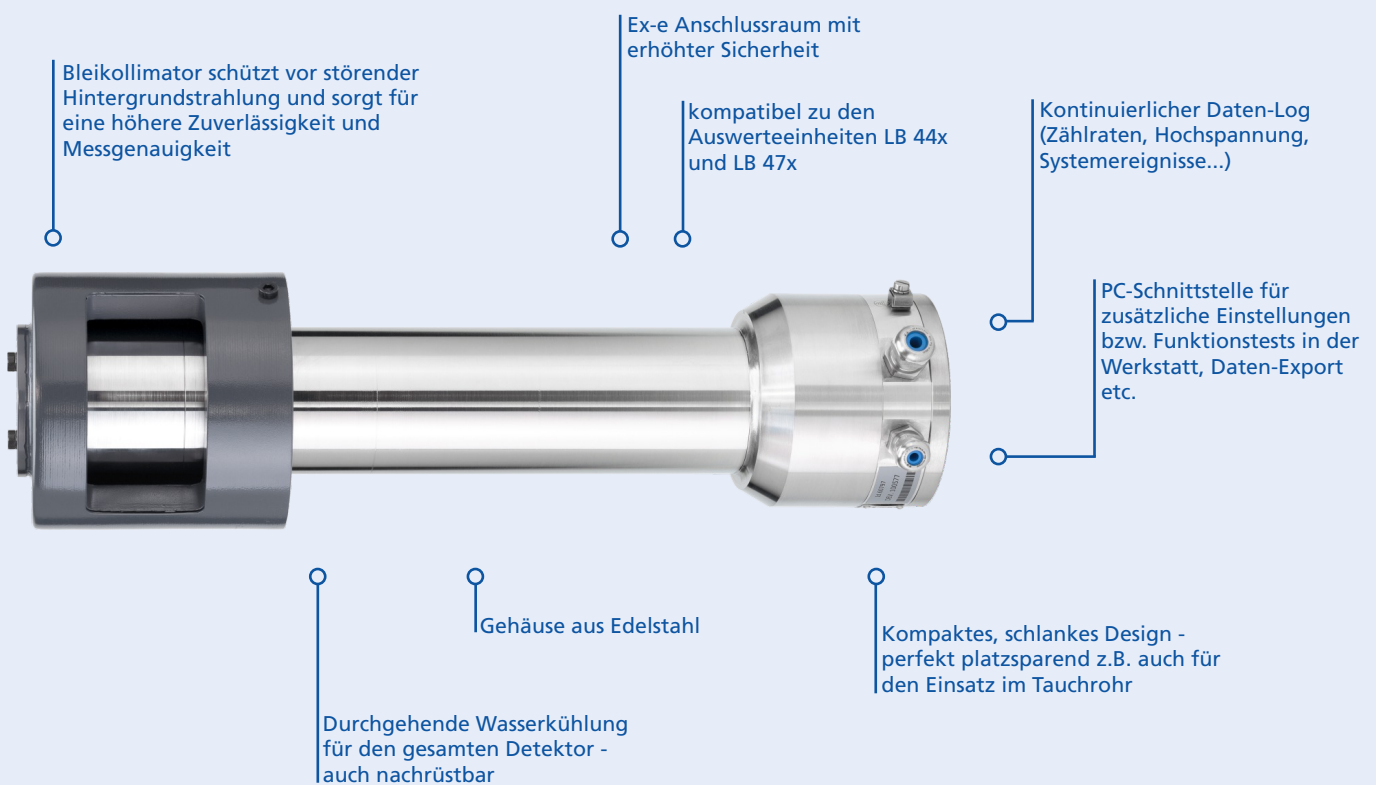


DuoSeries Detektoren LB 4700

Bewährte 2-Leiter Technik mit zukunftsweisenden Funktionen

Unser Bestseller - in neuem Design

- für Füllstand, Grenzstand, Durchsatz und Dichte- / Konzentrationsmessungen
- ideal für alle Standardanwendungen aber auch für knifflige Messaufgaben
- Bewährte 2-Leiter Technologie
- Wichtige wartungsorientierte Diagnosefunktionen und Selbstüberwachung
- Bedienung über die Auswerteeinheiten LB 44x oder LB 47x, PC Schnittstelle als Option
- zertifiziert nach ATEX und IECEx





Bewährte Technologie - einfach in der Anwendung!

Die Detektoren LB 4700 bauen auf bewährte 2-Leiter Technik. Sie werden von einer separaten Auswerteeinheit mit Spannung versorgt, weshalb lediglich 2 Adern ins Feld gelegt werden müssen. Die Detektoren LB 4700 werden vor allem dann eingesetzt wenn bereits eine Infrastruktur und Kabel vorhanden sind, z.B. bei Modernisierung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

Die Detektoren sind kompatibel zu den Auswerteeinheiten der Baureihen LB 44x und LB 47x. Für Datenanalyse, zusätzliche Einstellungen oder Funktionstests in der Werkstatt können die Detektoren auch über die benutzerfreundliche PC Software von Berthold bedient werden.

DuoSeries Detektoren LB 4700

Detektor Betriebsdaten

Spannungsversorgung	wird von AWE LB 44x / LB 47x gespeist
Leistungsanschlüsse	1x M12 für Kabel 3 ... 6 mm, 1x M16 für Kabel 4 ... 9 mm (Kunststoff-Kabelverschraubung)
Maximale Kabellänge	mit Kabel Id-Nr.32024, 1000 m
Adernquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl ISO 1.4301 / AISI 304 (andere auf Nachfrage)
Wasserkühlung	Option (auch nachrüstbar), max. 6 bar
Kaskadierung	bis zu 17 Detektoren

	Szintillator Größe Ø x Länge [mm]	Gewicht [kg]	Gewicht mit Kühlung [kg]	Kollimator
CrystalSENS (Punkt-detektoren)	50 x 50 NaI(Tl)	9	12	Option
	50 x 50 Polymer	9	12	Option
UniSENS (Stabd-detektoren)	50 x 500 Polymer	13	19	Option
	50 x 1000 Polymer	17	27	Option
	50 x 1500 Polymer	21	34	Option
	50 x 2000 Polymer	27	43	Option
Umgebungstemperatur (Betrieb und Lagerung)	-40 ... +60°C (-40 ... +140°F) bei CrystalSENS Punkt-detektoren* -40 ... +55°C (-40 ... +131°F) bei UniSENS Stabd-detektoren* *außerhalb des Bereichs -20 ... +60°C / 55°C ist der Kabelverschraubungssatz für erweiterte Temperaturbereiche erforderlich			
Temperatur-Stabilität	≤ 0.002 %/°C (-40 ... +60°C) bei CrystalSENS Punkt-detektoren ≤ 0.01 %/°C (-40 ... +60°C) bei UniSENS Stabd-detektoren			

Detektor Zulassungen & Prüfungen

IP-Schutz	IP 66 / IP 67		
Explosionsschutz	ATEX II 2 G Ex db eb IIC T1-T5(T6) II 2 D Ex tb IIIC T80°C (T85°C)	-40 ... +80°C (+75°C) -40 ... +80°C (+85°C)	
Weitere Zulassungen	IECEX, weitere auf Anfrage		
Umweltprüfungen	IEC 60068-2-6 Vibration (1.9 g) IEC 60068-2-27 Mechanischer Schock (30g) IEC 60068-2-38 Klimatest (-10 ... +65°C; 90% rel. Feuchtigkeit) IEC 60068-2-14 NA: Temperaturschock (-45°C ... +65°C in 10s)		

Zubehör

Kabelverschraubungssatz erweit. Temperaturbereich	Kabelverschraubungen aus Metall -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) mit Wasserkühlung: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
Detektor Service Modem	für die Bedienung über PC