

SmartSeries LB 414

FELDGERÄT FÜR DEN NICHT-EX-BEREICH

Kostenoptimiert

Für Dichte- und Grenzstandmessungen im Nicht-Ex-Bereich die optimale Lösung

Einfach & intuitiv

Detektor und Auswerteeinheit in einem System. Bedienung via integriertem Bedienfeld, HART oder PC Interface

Temperaturstabil

Stabile und zuverlässige Messung auch bei hohen Temperaturen und starken Temperaturschwankungen

Zuverlässig & wartungsfrei

Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über viele Jahre hinweg ohne Wartung und Nachkalibrierung

Robust & wasserresistent

Ausgelegt für raue Einsatzbedingungen wie beispielsweise im Bergbau, bei der Zementherstellung und in der Papierindustrie



TECHNISCHE DATEN & FAKTEN

SmartSeries LB 414

Detektor

Anwendungen	Dichte, Konzentration, Feststoffgehalt, Grenzstand
Spannungsversorgung	100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, max. 8 VA 24 V DC (18 ... 32 V DC), max. 8 W
Gehäusematerial	Edelstahl ISO 1.4301 / AISI 304
Messbereich	40/35, 50/50, 50/60 mm
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Erweiterter Temperaturbereich*	-40 +60 °C (-40 ... +140 °F) -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) durch zusätzliche Wasserkühlung
Temperaturstabilität	≤0,002 %/°C (-40 ... +50 °C) für CrystalSENS mit NaI(Tl) Kristall ≤0,01 %/°C (-20 ... +50°C) für CrystalSENS mit Polymer Szintillator
Wasserkühlung für höhere Temperaturen	Optional
Kollimator zur Hintergrundausblendung	Optional
Ausgänge	Analog 4 ... 20 mA potentialfrei, HART, max. Impedanz 500 Ω, aktiv oder passiv Digital Relaiskontakt (SPDT) wahlweise für: Statusanzeigen, Min. / Max. Alarm, Detektortemperatur Belastbarkeit bei ohmscher Last: max. 5A oder 30 V DC
Schnittstellen	RS485 für Softwareupdate sowie PC-Softwareinterface
IP-Schutz	IP66/67 (bei geschlossenem Deckel)

Besondere Merkmale

- Kompaktes und kostenoptimiertes Feldgerät mit integrierter Auswerteeinheit
- Quickstart mit Menüführung
- Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Deckels
- Optional mit Kollimator, IR-Fernbedienung, HART-Stecker und Wasserkühlung erhältlich

*Zubehörset für erweiterten Temperaturbereich: Deckel und Kabelverschraubungen in Edelstahl

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · industry@berthold.com · www.berthold.com

