

# LoopSeries LB 430

## EFFICIENZA ENERGETICA, LOOP POWERED

### Display remotato

Modulo display opzionale per visualizzazione valori di processo e stato strumento

### Diversi tipi di sensori

La soluzione ottimale per ogni applicazione e per tutti i campi di misura

### Innovativo

Tecnologia SiPM con elevata robustezza meccanica ed elettronica

### Affidabile

Ampia autodiagnosi per manutenzione preventiva

### Sostenibile

Strumento loop powered con basso consumo energetico

### Protetto

Protezione al massimo livello grazie a tutte le più comuni approvazioni Ex



# DATI TECNICI E FATTI

## LoopSeries LB 430

### Rivelatore

---

Applicazioni	Densità, livello, interruttore di livello
Campo di misura del rivelatore a punto	50 x 50 NaI
Campo di misura del rivelatore a barra	500 a 2000 mm
Alimentazione	14 a 28 Vcc corrente di loop 4 a 20 mA
Materiale custodia	Acciaio inox ISO 1.4404/AISI 316L o alluminio
Temperatura ambiente	-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) -40 a +100 °C (-40 a +212 °F) con sistema di raffreddamento ad acqua Osservare le eventuali limitazioni di temperatura per la protezione dalle esplosioni!
Stabilità della temperatura	≤ 0.005 %/°C (-40 a +60 °C (-40 a +140 °F)) per CrystalSENS ≤ 0.02 %/°C (-40 a +60 °C (-40 a +140 °F)) per UniSENS
Velocità di conteggio massima	2 000 000 cps
Raffreddamento ad acqua per temperature più elevate	optional
Collimatore per la soppressione del fondo	optional
Uscita analogica	4 a 20 mA a potenziale 0, HART, max 500 Ω, passivo
Protezione IP	IP66 (NPT 1/2"), IP68 (M20)
Protezione antideflagrante	ATEX, IECEx, NEC/CEC, INMETRO

### Caratteristiche speciali

---

- Protezione dalle interferenze dei raggi X (XIP)
- Uscita di corrente monitorata in continuo
- Software semplificato per configurazione e funzionamento del dispositivo
- Autodiagnosi estesa in conformità alla norma NE107
- Facile cablaggio grazie alla tecnologia loop-powered
- Risparmio energetico fino al 99% rispetto ai dispositivi alimentati esternamente
- Modulo display opzionale
- Unico software capace di gestire tutte le applicazioni possibili