

# LoopSeries LB 430

## EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN EN BUCLE

### Indicador remoto

Indicador modular es opcional con información del proceso y su estatus.

### Diferentes tipos de detectores

La solución óptima para cada aplicación y todos los rangos de medición.

### Inovador

Tecnología SiPM con alta robustez mecánica y eléctrica.

### Confiable

Mantenimiento preventivo mediante extensos diagnósticos autónomos.

### Sostenible

Loop-powered: Dispositivo alimentado por el lazo de corriente y con bajo consumo de energía.

### Protecciones eléctricas

Alta protección con las aprobaciones explosivas de explosividad comunes.



# DATA TECNICA Y BENEFICIOS

## LoopSeries LB 430

### Detector

---

Aplicaciones	Densidad, nivel continuo, nivel puntual
Detector de punto de rango de medición	50 x 50 NaI
Detector de varilla de rango de medición	500 a 2000 mm
Fuente de alimentación	14 ... 28 V DC con lazo de corriente 4 ... 20 mA (dos hilos)
Material de la carcasa	Acero Inoxiable ISO 1.4404/AISI 316L o Aluminio
Temperatura ambiental	-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) -40 a +100 °C (-40 a +212 °F) con enfriamiento de agua Observe restricciones de temperatura en zonas explosivas.
Estabilidad de temperatura	≤ 0.005 %/°C (-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) para CrystalSENS ≤ 0.02 %/°C (-40 a +60 °C (-40 a +140 °F)) para UniSENS
Max. tasa de conteo	2,000,000 cps
Enfriamiento con agua para altas temperaturas ambientales	opcional
Collimator para supresión de background	opcional
Salida analoga	4 ... 20 mA libre de potencial, HART, maximo 500 Ω, pasivo
Proteccion IP	IP66 (NPT 1/2"), IP68 (M20)
Proteccion en zonas explosivas	ATEX, IECEx

### Características especiales

---

- Protección contra interferencia por rayos X (XIP)
- Monitoreo continuo de la salida analoga
- Múltiples asistentes de software para facilitar su uso y configuración
- Autodiagnóstico extensivos en conformidad con NE107
- Fácil cableado por el lazo de corriente
- Hasta un 99% menos de consumo de energía en comparación con otros instrumentos
- Opcional módulo de visualización
- El software incluye todas la aplicaciones