

LoopSeries LB 430

EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN EN BUCLE

Inovador

Tecnología SiPM con alta robustez mecánica y eléctrica.

Sostenible

Energizado con lazo de corriente 4-20 mA (dos hilos) y con bajo consumo de energía.

Facil de usar

Facil configuración y uso con su asistente de software.

Indicador remoto

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

Confiable

Mantenimiento preventivo mediante extensivos diagnósticos autónomos.

Protecciones electricas

Alta protección con las aprobaciones explosivas de explosividad comunes.



DATA TECNICA Y BENEFICIOS

LoopSeries LB 430

Detector

Aplicaciones	Densidad, Nivel continuo, nivel puntual
Fuente de alimentacion	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 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) con enfriamiento de agua Observe restricciones de temperatura en zonas explosivas.
Estabilidad de temperatura	≤ 0.5 %/°C para -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
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	IP65, IP66, IP67, IP68
Proteccion en zonas explosivas	ATEX, IECEx

Características especiales

- Proteccion contra interferencia por rayos X (XIP)
- Monitoreo continuo de la salida analogica
- Múltiples asistentes de software para facilitar su uso y configuracion
- Autodiagnóstico extensivos en conformidad con NE107
- Facil 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