

# LB 430 LoopSeries

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ALIMENTATION PAR BOUCLE

### Innovant

Technologie SiPM  
à haute robustesse  
mécanique et électrique.

### Durable

Dispositif alimenté par  
boucle de courant à faible  
consommation d'énergie.

### Convivial

Configuration et utilisation  
rapides et faciles grâce aux  
assistants logiciels.

### Affichage déporté

Afficheur optionnel pour  
les valeurs du procédé et les  
informations d'état.

### Fiable

Autodiagnostic complet  
adapté à la maintenance  
préventive.

### Protégé

Protection au plus haut  
niveau avec toutes les  
homologations Ex courantes.



# DONNÉES TECHNIQUES

## LB 430 LoopSeries

### Détecteur

Applications	Densité, niveau, alarme de niveau
Alimentation électrique	Boucle de courant 14 ... 28 V DC 4 ... 20 mA
Matériau du boîtier	Acier inoxydable ISO 1.4404/AISI 316L ou aluminium
Température ambiante	–40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F) –40 ... +100 °C (–40 ... +212 °F) avec refroidissement par eau supplémentaire pour Respecter les éventuelles restrictions de température pour la protection contre les explosions !
Stabilité de température	≤ 0.5 %/°C for –40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F)
Taux de comptage max.	2 000 000 cps
Refroidissement par eau pour température plus élevée	en option
Collimateur pour suppression bruit de fond	en option
Sortie analogique	4 ... 20 mA potential-free, HART, max 500 Ω, passive
Protection IP	IP65, IP66, IP67, IP68
Protection contre les explosions	ATEX, IECEx

### Caractéristiques spéciales

- Protection contre les interférences de rayons X (XIP)
- Sortie de courant surveillée en permanence
- Plusieurs assistants logiciels pour une configuration et une utilisation faciles de l'appareil
- Autodiagnostic complet conforme à la norme NE107
- Câblage facile grâce à la technologie d'alimentation en boucle de courant
- Jusqu'à 99 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux appareils alimentés en externe
- Module d'affichage en option
- Le logiciel comprend toutes les applications