

LB 430 LoopSeries

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ALIMENTATION PAR BOUCLE

Affichage déporté

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

Différents types de détecteurs

Une solution optimale pour chaque mesure.

Innovant

Technologie SiPM à haute robustesse mécanique et électrique.

Fiable

Autodiagnostic complet adapté à la maintenance préventive.

Durable

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

Protégé

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



DONNÉES TECHNIQUES

LB 430 LoopSeries

Détecteur

Applications	Densité, niveau, alarme de niveau
Plage de mesure – Détecteur ponctuel	50/50 mm
Plage de mesure – Détecteur allongé	500 à 2000 mm
Alimentation électrique	Boucle de courant 14 à 28 V DC 4 à 20 mA
Matériau du boîtier	Acier inoxydable ISO 1.4404/AISI 316L ou aluminium
Température ambiante	–40 à +60 °C (–40 à +140 °F) –40 à +100 °C (–40 à +212 °F) avec refroidissement par eau supplémentaire pour Respecter les éventuelles restrictions de température pour la protection contre les explosions !
Stabilité de température	≤ 0.005 %/°C (–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)) pour CrystalSENS ≤ 0.02 %/°C (–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)) pour UniSENS
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 à 20 mA sans potentiel, HART, max 500 Ω, passive
Protection IP	IP66 (NPT 1/2"), IP68 (M20)
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 rapides et faciles des appareils
 - 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