

Mini-Switch LB 471 / DuoSeries LB 4700

ALARME DE NIVEAU À 2 FILS

Fonctionnement flexible

Passez du mode standard au mode professionnel pour bénéficier de fonctions supplémentaires.

Gain de place et optimisation des coûts

Solution économique et compacte pour surveiller les niveaux minimum et maximum.



Fiable et sûr

Surveillance permanente des erreurs et autocontrôle.



Robuste et résistant aux interférences

Le collimateur de plomb en option protège contre les rayonnements ambiants. Boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion et conception extrêmement robuste.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini-Switch LB 471 / DuoSeries LB 4700

Electronique Mini-Switch LB 471

Applications type	Alarme de niveau
Variantes	Cassette (3U, 7HP) ou carte enfichable (3U, 4HP)
Alimentation	18 à 30 V CC ou 24 V CA +10 % à -15 % Option : transformateur 115/230 V CA +10 % à -15 %, 47 à 65 Hz
Consommation électrique	max. 4 W par module
Température ambiante	-30 à +60 °C (-22 à +140 °F)
Installation	Boîtier mural ou rack 19 pouces (IP66)
Sorties Numériques	1 relais (SPDT) pour alarme min./max. 1 relais pour message d'erreur collectif 1 relais pour message d'avertissement, pouvant également être utilisé comme alarme min./max.
	Charge admissible : CA : max. 250 V, max. 1 A, max. 200 VA CC : max. 300 V, max. 1 A, max. 60 W Sans induction
Entrées Numériques	pour réglage externe à vide
Poids	0,3 kg par module
Connexion du détecteur	2 fils
Protection IP	IP20, IP66 (selon la solution d'installation)

Détecteur de type LB 4700

Alimentation	Alimentation électrique via l'électronique
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304 (autres sur demande)
Plage de mesure	CrystalSENS : 25/25, 40/35, 50/50, 50/60 mm SuperSENS : 150/150 mm
Température ambiante	-40 à +60 °C (-40 à +140 °F)* -40 à +100 °C (-40 à +212 °F) grâce au refroidissement supplémentaire par eau*
Stabilité de la température	≤ 0,002 %/°C (-40 à +60 °C (-40 à +140 °F)) pour CrystalSENS ≤ 0,01 %/°C (-40 à +60 °C (-40 à +140 °F)) pour SuperSENS
Refroidissement par eau	optionnel
Collimateur pour la suppression du bruit de fond	optionnel
Protection IP	IP66, IP67
Protection contre les explosions	ATEX, IECEx, NEC/CEC, INMETRO, EAC, KCs

Caractéristiques spéciales

- Protection contre les interférences
- Passage du mode standard au mode professionnel
- Calcul automatique du taux de comptage complet et de la constante de temps

*Respectez les éventuelles restrictions de température pour la protection contre les explosions !

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · industry@berthold.com · www.berthold.com

