

DuoSeries LB 47x / 4700

SYSTÈME DE MESURE 2 FILS

Robuste & résistant

Le collimateur en plomb (en option) protège contre les rayonnements du bruit de fond. Boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion et conception extrêmement robuste.

Polyvalent

Idéal pour toutes les applications standard, mais aussi pour les tâches de mesure complexes.

Fiable & sûr

Sortie de courant surveillée et fonction de diagnostic complète selon Namur-107. Journal des événements, journal des modifications et journal des données.

Plusieurs types de détecteurs

La solution idéale pour chaque application.

Protection antidéflagrante

Protection au plus haut niveau avec toutes les homologations Ex courantes. En option : alimentation à sécurité intrinsèque (Ex-i).

Utilisation simple et intuitive

L'écran tactile permet une utilisation simple et directe directement sur l'appareil.



DONNÉES TECHNIQUES

DuoSeries LB 47x / 4700

Électronique

Applications (Type)	Niveau (LB 470), Débit massique (LB 472), Alarme de niveau (LB 473), Densité (LB 474), Niveau+ (LB 476)				
Alimentation	100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 22 VA (Maître), 6 VA (Esclave), 16 VA (Carte de sortie de courant) 24 V DC (21 ... 32 V DC), 15 W (maître), 5 W (esclave), 5 W (carte de sortie de courant)				
Température ambiante	Standard : -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F), boîtier mural max. 40 °C (max. 104 °F) Sécurité intrinsèque : -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F), boîtier mural max. 45 °C (max. 113 °F)				
Conception	Maître : Module 19" 3 HE, 21 TE Carte esclave ou carte de sortie de courant : Module 19" 3 HE, 7 TE				
Installation	Boîtier rack 19" ou mural (IP65)				
Sorties	<table><tr><td>Sortie analogique</td><td>4 ... 20 mA potentiel libre, impédance maximale 850 Ω, active ou passive Carte de sortie de courant : 4x 4 ... 20 mA potentiel libre, HART, impédance max. 600 Ω, active</td></tr><tr><td>Sortie digitale</td><td>1 relais (SPDT) pour le signal erreur 2 relais (SPDT et SPST) pour alarme min./max., température du détecteur et autres alarmes. Charge admissible à la charge ohmique : max. 33 VAC, 46 V DC, max. 1 A</td></tr></table>	Sortie analogique	4 ... 20 mA potentiel libre, impédance maximale 850 Ω, active ou passive Carte de sortie de courant : 4x 4 ... 20 mA potentiel libre, HART, impédance max. 600 Ω, active	Sortie digitale	1 relais (SPDT) pour le signal erreur 2 relais (SPDT et SPST) pour alarme min./max., température du détecteur et autres alarmes. Charge admissible à la charge ohmique : max. 33 VAC, 46 V DC, max. 1 A
Sortie analogique	4 ... 20 mA potentiel libre, impédance maximale 850 Ω, active ou passive Carte de sortie de courant : 4x 4 ... 20 mA potentiel libre, HART, impédance max. 600 Ω, active				
Sortie digitale	1 relais (SPDT) pour le signal erreur 2 relais (SPDT et SPST) pour alarme min./max., température du détecteur et autres alarmes. Charge admissible à la charge ohmique : max. 33 VAC, 46 V DC, max. 1 A				
Entrées	<table><tr><td>Entrée analogique</td><td>LB 472 : Entrée impulsionnelle ou 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse LB 474 : 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse pour le débit massique ou pour la compensation de température.</td></tr><tr><td>Entrée digitale</td><td>2 entrées, configurables LB 470 : pour le maintien et l'ajustement externe LB 472 : pour le maintien, la tare externe, l'arrêt de la bande, la remise à zéro de la masse totale et le changement de produit. LB 474 : pour la mise en attente et le changement de produit</td></tr></table>	Entrée analogique	LB 472 : Entrée impulsionnelle ou 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse LB 474 : 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse pour le débit massique ou pour la compensation de température.	Entrée digitale	2 entrées, configurables LB 470 : pour le maintien et l'ajustement externe LB 472 : pour le maintien, la tare externe, l'arrêt de la bande, la remise à zéro de la masse totale et le changement de produit. LB 474 : pour la mise en attente et le changement de produit
Entrée analogique	LB 472 : Entrée impulsionnelle ou 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse LB 474 : 0/4 ... 20 mA pour le signal de vitesse pour le débit massique ou pour la compensation de température.				
Entrée digitale	2 entrées, configurables LB 470 : pour le maintien et l'ajustement externe LB 472 : pour le maintien, la tare externe, l'arrêt de la bande, la remise à zéro de la masse totale et le changement de produit. LB 474 : pour la mise en attente et le changement de produit				
Interfaces	USB pour la mise à jour du logiciel, la sauvegarde des données, le clavier et la souris. RS 485 pour la communication maître-maître Ethernet pour l'accès à distance				
IP Protection	IP20				
Explosion Protection	ATEX, IECEx				

Detector

Type	LB 4700
Alimentation	Alimentation fournie par l'électronique
Matériau du boîtier	Acier inoxydable ISO 1.4301/AISI 304 (autres sur demande)
Gamme de mesure	Détecteurs ponctuels : 25/25 ... 150/150 mm Détecteurs allongés : 500 ... 2000 mm ; possibilité de mettre en cascade jusqu'à 17 détecteurs
Température ambiante	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)* -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) grâce à un refroidissement par eau supplémentaire**
Stabilité en température	≤ 0.002 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)) pour CrystalSENS ≤ 0.01 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)) pour SuperSENS et UniSENS ≤ 0.02 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)) pour TowerSENS
Refroidissement par eau	en option
Collimateur pour la suppression du bruit de fond	en option
Entrée signal analogique	PT100 pour la compensation de température (en combinaison avec LB 474)
Classe de protection	IP66/IP67
Protection antidéflagrante	ATEX, IECEx, NEC/CEC, INMETRO, EAC, KCs

Special Features

- Gestion de la durée de vie des sources
- Protection contre les interférences dues aux rayons X (XIP)
- Product Buildup Compensation (PBC)
- Sortie courant surveillée en continu
- Elimination des interférences dues aux rayonnements (RID)
- Diagnostic approfondi
- Compensation de la propriété du gaz (GPC)

*Respecter la restriction de température possible pour la protection contre les explosions !

BERTHOLD FRANCE SAS

8, route des Bruyères · 78770 Thoiry · France
+33 (0)1 34 94 79 00 · berthold-france@berthold.com · www.berthold.fr

