

GAMMAcast LB 6752

DÉTECTEUR DE NIVEAU POUR COULÉES CONTINUES

Temps de réponse rapide

Les changements rapides de niveau peuvent être détectés de manière sûre et fiable grâce à un temps de cycle de seulement 5 ms.

Contrôlé par un microprocesseur

Surveillance et contrôle permanents de l'état du détecteur.

Haute sensibilité

En utilisant notre plus grand scintillateur.

Temperature stable

Mesures stables et fiables, même à des températures élevées et en cas de fluctuations importantes de la température.

Robuste et résistant à l'eau

IP67, conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles telles que températures élevées, vibrations, chocs et eau. Robustesse maximale aux contraintes mécaniques.



DONNÉES TECHNIQUES

GAMMAcast LB 6752

Détecteur

Application	Niveau pour coulée continue
Alimentation	5 ... 32 V DC, environ 1,2 W
Plage de température	-20 ... +50 °C fonctionnement -20 ... +70 °C stockage
Stabilité en température	≤ 0.002 %/°C (-20 ... +50 °C)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable ISO 1.4301/AISI 304
Classe de protection	IP67
Scintillateur	Polymère organique 150 x 100 x 50 mm (W x H x L) ou 150 x 100 x 25 mm (W x H x L)
Photomultiplicateur	Photomultiplicateur à vide de 2 pouces
Dimensions	~100 x 200 x 280 mm (W x H x L)
Poids	~19 kg
Raccordement à l'eau (en option)	R¼ avec une pression maximale de 6 bars Eau de qualité potable
Connexion électrique	Connecteur femelle GAMMAcast
Communication	RS485 et impulsions analogiques vers le castXpert LB 452 pour la redondance
Tolérance au flux électromagnétique	Traite jusqu'à 2 mT sans dégradation du signal

Caractéristiques spéciales

- Détecteur de niveau pour coulée continue le plus sensible de notre gamme
- Temps de cycle de mesure à la pointe de la technologie
- Stabilité en température et robustesse mécanique
- Autodiagnostic du détecteur et validation de la communication
- Service et nombreuses pièces détachées disponibles