

# GAMMAcast LB 6739 / 6760

## DÉTECTEURS POUR NIVEAU DES COULÉES CONTINUES

### Technologie SiPM

Le premier et le plus robuste détecteur de niveau pour lingotière au monde, basé sur la technologie photomultiplicateur silicone (SiPM). (LB 6760)

### Refroidissement optionnel

Disponible avec refroidissement par eau.

### Robuste et résistant à l'eau

IP67, conçu pour des conditions d'utilisation difficiles telles que températures élevées, vibrations, chocs, et eau. Robustesse maximale aux contraintes mécaniques.

### Contrôlé par microprocesseur

Surveillance et contrôle permanents de l'état du détecteur.



### Compatible avec les agitateurs électromagnétiques

Spécialement conçu pour être utilisé dans l'environnement direct des agitateurs et freins électromagnétiques. (LB 6760)

### Système reconnu depuis longtemps

Le standard de l'industrie, notre détecteur de niveau pour lingotière le plus vendu, avec plus de 3 000 coulées continues en service dans le monde.

### Temps de réponse rapide

Changements de niveau rapides, sûrs et fiables grâce à un temps de cycle de seulement 5 ms.

### Stabilité en température

Mesure stable et fiable même à des températures élevées et avec d'importantes fluctuations de température

# DONNÉES TECHNIQUES

## GAMMAcast LB 6739 / 6760

Détecteur	LB 6739	LB 6760
Application	Niveau pour coulée continue	Niveau pour coulée continue
Alimentation	5 ... 32 V DC, environ 1,2 W	5 ... 32 V DC, environ 1,2 W
Plage de température	-20 ... +50 °C fonctionnement -20 ... +70 °C stockage	-20 ... +60 °C fonctionnement -20 ... +70 °C stockage
Stabilité en température	≤ 0.002 %/°C (-20 ... +50 °C)	≤ 0.002 %/°C (-20 ... +60 °C)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable ISO 1.4301/AISI 304	Acier inoxydable ISO 1.4301/AISI 304
Classe de protection	IP67	IP67
Scintillateur	<b>CsI crystal; Ø 40 mm or Ø 25 mm, H: 50 mm</b>	<b>Nal crystal; Ø 40 mm x 50 mm</b>
Photomultiplicateur	<b>Photomultiplicateur à vide de 1 pouce</b>	<b>Réseau de photomultiplicateurs à base de silicone</b>
Dimensions	Ø 50 mm (Ø 60 mm avec refroidissement par eau) Longueur 327 mm	Ø 50 mm (Ø 60 mm avec refroidissement par eau) Longueur 327 mm ou 264 mm
Poids	~2 kg et ~3 kg avec refroidissement par eau	~2 kg et ~3 kg avec refroidissement par eau
Raccordement à l'eau (en option)	R¼" avec une pression maximale de 6 bars Eau de qualité potable	R¼" avec une pression maximale de 6 bars Eau de qualité potable
Connexion électrique	Connecteur femelle GAMMAcast	Connecteur femelle GAMMAcast
Communication	RS485 et impulsions analogiques vers le castXpert LB 452 pour la redondance	RS485 et impulsions analogiques vers le castXpert LB 452 pour la redondance
Tolérance au flux électromagnétique	<b>Traite jusqu'à 2 mT sans dégradation du signal</b>	<b>Testé jusqu'à 150 mT sans dégradation du signal</b>

### Special Features

- Utilisation agitateur électrométrique et freins sans dégradation du signal (LB 6760)
- Contrôle automatique de la tension
- Leader industriel avec le temps de cycle de mesure
- Stabilité en température et robustesse mécanique
- Autodiagnostic du détecteur et vérification des communications
- Service et nombreuses pièces détachées disponibles