

# Câble GAMMACAST POUR LA MESURE DE NIVEAU DES COULÉES CONTINUES

## Sûr et fiable

Connecteur en acier inoxydable  
avec vis de blocage

## Universel

Compatible avec tous les  
détecteurs GAMMAcast

## Flexible

Disponible en quatre  
longueurs différentes, avec un  
connecteur droit ou coudé.

## 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

## Câble GAMMAcast

### Assemblage complet du câble

---

Application	Niveau pour coulée continue
Plage de température	-20 ... +125 °C fonctionnement -20 ... + 70 °C stockage
Classe de protection	IP67
Longueur	Disponible en 5, 10, 15 et 20 mètres
Connexion détecteur	Connecteur femelle standard GAMMAcast – droit ou coudé
Connexion boîte de jonction	Extrémités ouvertes ou connecteur industriel

### Protection flexible

---

Longueur	5 m pour toutes les longueurs de câble
Matériau	Fibre de verre recouverte de silicone
Robustesse	Supporte les projections d'acier et de fer liquides
Plage de température	-55 ... +260 °C en fonctionnement +1090 °C pendant 20 minutes +1640 °C pendant 15 - 30 secondes

### Câble électrique

---

Longueur	Disponible en 5, 10, 15 et 20 mètres.
Matériau	Revêtement en silicone
Diamètre	13 mm
Plage de température	-25 ... +180 °C en fonctionnement
Rayon de courbure minimum	~130 mm installation dynamique ~ 80 mm installation statique

### Connecteur GAMMAcast

---

Matériau	Acier inoxydable
Plage de température	-25 ... +125 °C en fonctionnement
Variantes	Droit ou coudé

### Caractéristiques spéciales

---

- Ressort anti-traction
- Raccord vissé en acier inoxydable côté détecteur
- Rétro-compatible avec les détecteurs et les boîtes de jonction existants
- Développé en coopération avec nos clients