

GAMMAcast LB 6739 / 6760

DETECTORES DE NÍVEL DE MOLDE

Tecnologia SiPM

O primeiro e mais robusto detector de nível de molde do mundo baseado na tecnologia de Fotomultiplicador de Silício (SiPM). (6760)

Opção de refrigeração

Disponível com refrigeração à água.

Robusto e resistente à água

Classificação IP67, projetado para condições operacionais adversas, como altas temperaturas, vibração, choque e exposição à água. Máxima robustez contra estresse mecânico.

Controle por microprocessador

Monitoramento e controle constantes do status do detector.

Compatível com agitadores eletromagnéticos

Especialmente projetado para uso no ambiente com agitadores e freios eletromagnéticos. (LB 6760)

Sistema amplamente estabelecido

O padrão da indústria e nosso detector de nível de molde mais vendido, com mais de 3.000 linhas em operação em todo o mundo.

Tempo de resposta rápido

Alterações rápidas no nível são detectadas com segurança e confiabilidade devido a um tempo de ciclo de apenas 5 ms.

Estabilidade de temperatura

Medição estável e confiável mesmo em temperaturas elevadas e variações térmicas significativas.



DADOS TÉCNICOS & INFORMAÇÕES

GAMMAcast LB 6739 / 6760

Detector	LB 6739	LB 6760
Aplicação	Nível do molde	Nível do molde
Alimentação	5 ... 32 V CC, aproximadamente 1,2 W	5 ... 32 V CC, aproximadamente 1,2 W
Faixa de temperatura	Operação: -20 ... +50 °C Armazenamento: -20 ... +70 °C	Operação: -20 ... +60 °C Armazenamento: -20 ... +70 °C
Estabilidade da temperatura	≤ 0.002 %/°C (-20 ... +50 °C)	≤ 0.002 %/°C (-20 ... +60 °C)
Material do invólucro	Aço inoxidável ISO 1.4301/AISI 304	Aço inoxidável ISO 1.4301/AISI 304
Grau de Proteção	IP 67	IP 67
Cintilador	Cristal CsI; Ø 40 mm ou Ø 25 mm, Alt.: 50 mm	Cristal NaI; Ø 40 mm x 50 mm
Fotomultiplicador	Fotomultiplicador de vácuo: 1"	Matriz de fotomultiplicadores à base de silício
Dimensões	Ø 50 mm (Ø 60 mm com resfriamento por água) 327 mm de comprimento	Ø 50 mm (Ø 60 mm com resfriamento por água) Comprimento: 327 mm ou 264 mm
Peso	Aprox. 2 kg ou 3 kg (com refrigeração à água)	Aprox. 2 kg ou 3 kg (com refrigeração à água)
Conexão de refrigeração (opcional)	R¼ com pressão máxima de 6 bar Água de qualidade potável	R¼ com pressão máxima de 6 bar Água de qualidade potável
Conexão elétrica	Conector fêmea GAMMAcast	Conector fêmea GAMMAcast
Comunicação	RS485 e pulsos analógicos para a unidade de controle castXpert LB 452 (para redundância)	RS485 e pulsos analógicos para a unidade de controle castXpert LB 452 (para redundância)
Tolerância ao fluxo eletromagnético	Suporta até 2 mT sem degradação do sinal	Testado para até 150 mT sem degradação do sinal

Características Especiais

- Para uso com agitadores e freios eletromagnéticos sem deterioração do sinal (LB 6760)
- Controle automático de alta tensão
- Tempo de ciclo de medição líder na indústria
- Estabilidade térmica e robustez mecânica líderes na indústria
- Autodiagnóstico do detector e verificação de comunicação
- Programa de manutenção e amplo estoque de peças de reposição disponível