

GAMMAcast Kabel FÜR GIESSPIEGELMESSUNG

Sicher & zuverlässig

Bewährter, mit Schrauben gesicherter Industriestecker aus Edelstahl.

Langlebig

Zwei Optionen für Schutzschlauch: Standard und Heavy Duty.

Robust & wasserresistent

IP67, ausgelegt für raue Einsatzbedingungen, wie hohe Temperaturen, Vibration, Stoß und Wasser. Höchste Robustheit gegenüber mechanischer Belastung.

Universell

Kompatibel mit allen GAMMAcast-Detektoren.

Flexibilität

Erhältlich in vier verschiedenen Längen und mit geradem oder abgewinkeltm Stecker.



TECHNISCHE DATEN & FAKTEN

GAMMAcast Kabel

Komplette Kabelkonfektion

Applikation	Gießspiegel
Temperaturbereich	-20 bis +125 °C Betrieb -20 bis + 70 °C Lagerung
IP-Schutzart	IP67
Länge	Erhältlich in 5, 10, 15 und 20 Metern
Detektoranschluss	Standard GAMMAcast-Buchse – gerade oder abgewinkelt
Anschluss an die Anschlussdose	Offene Enden oder Industriestecker

Schutzschlauch

	Rotes Kabel	Schwarzes Kabel
Länge	5 m oder entsprechend der Kabellänge	5 m oder entsprechend der Kabellänge
Material	Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe	Verzinkter Stahlkern mit Kunststoffmantel
Robustheit	Unempfindlich gegenüber Spritzern von flüssigem Stahl und Eisen	Zusätzliche mechanische Robustheit im Vergleich zu rotem Schlauch
Temperaturbereich	-55 bis +260 °C Betrieb +1090 °C für 20 Minuten +1640 °C für 15 – 30 Sekunden	-60 bis +150 °C für schwarzen Kunststoffmantel; Schmelztemperatur des verzinkten Stahlkerns: 1400 °C

Elektrisches Kabel

Länge	Erhältlich in 5, 10, 15 und 20 Metern
Material	Silikonbeschichtung
Durchmesser	13 mm
Temperaturbereich	-25 bis +180 °C Betrieb
Minimaler Biegeradius	~130 mm dynamische Verlegung ~ 80 mm statischer Einbau

GAMMAcast-Anschluss

Material	Rostfreier Stahl
Temperaturbereich	-20 bis +125 °C Betrieb
Varianten	Gerade oder abgewinkelt

Besondere Merkmale

- Zugentlastungsfeder
- Detektorseitige Schraubverbindung in Edelstahl
- Rückwärtskompatibel mit vorhandenen Detektoren und Anschlussdosen
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden