

Microwellen FlowCell

Die FlowCell wird für die Messung des Feuchtegehalts in eine bestehende Rohrleitung integriert. Über ein Hochfrequenzkabel Quad wird die Sonde mit der Auswerteeinheit bis zu einer Entfernung von 10 m verbunden. Die in diesem Kabel integrierte Referenzleitung ermöglicht eine sehr genaue Geräte- und Kabeldriftkompensation. Die endgültige Kalibrierung erfolgt automatisch mit grafischer Ergebnisanzeige nach geräteunterstützter Aufnahme der Probe.

Die FlowCell besteht aus einem Standard-Kugelgehäuse aus Edelstahl 1.4404 und zwei Antennen, die via Klemmverbindung einfach montiert und im Bedarfsfall auch ausgetauscht werden können. Die Abdichtung erfolgt mittels O-Ringen aus EPDM und zwei PEEK-Fenstern.

Eigenschaften

- Online-Feuchtemessung
- Hygienic Design
- Für den Einbau in Rohrleitungen
- Inline-Gehäuse aus Edelstahl
- Nennweiten von DN 50 bis DN 150
- Gängige Anschlussvarianten
- Austauschbare Antennen



Zubehör

In einigen Applikationen kann z. B. eine Leitfähigkeits- und/oder Temperaturkompensation erforderlich sein. Für diesen Fall bietet Berthold folgende Möglichkeiten als Zubehör zur Installation in einem zweiten Kugelgehäuse an:

- Temperatursensor
- Leitfähigkeitssensor
- Probenahmeventil



NEU



- Mikrowellen-Messung erfasst den gesamten Rohrleitungsquerschnitt
- Austauschbare Antennen
- EHEDG Zertifizierung
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
- FDA-zugelassene Materialien
- CIP-/SIP-fähig (reinigungs-fähig und sterilisierbar)
- Totraumarm

Technische Daten

Material Gehäuse	Edelstahl 1.4404 poliert (AISI 316L)
Material Antennen-abdeckung	PEEK
Dichtungsmaterialien	EPDM
Prozessanschluss	Standard: Vorschweißflansch nach EN 1092-1/11 Hygiene: Gewinde-/Bundstutzen mit Nutmutter nach DIN 11853-1 Schweißstutzen
Rohrnenntweiten	DN 50 bis DN 150
Nenndruckstufe	PN 16
Temperaturbereich	Produkttemperatur: 10...130 °C, kurzzeitig bis 140 °C Umgebungstemperatur (Betrieb und Lagerung): -20 ... 60 °C
Anschlüsse	2 x HF-Anschlüsse, max. Kabellänge: 10 m
Zertifikate, Verordnungen	EHEDG, EG 1935/2004 (hygienische Variante)

