

FlowCell de mesure par micro-ondes

La FlowCell de mesure en ligne est intégrée sur une tuyauterie existante pour mesurer le taux d'humidité. Le capteur est relié à l'électronique par un câble haute fréquence pouvant aller jusqu'à 10 mètres. La ligne de référence intégrée dans ce câble permet d'avoir une mesure très précise et une compensation de la dérive. L'étalonnage se fait de façon automatique avec un affichage graphique des résultats après enregistrement de l'échantillon.

La FlowCell se compose d'une sphère en acier inoxydable 1.4404 et de deux antennes, qui peuvent être facilement montées à l'aide d'un dispositif de serrage et remplacées si nécessaire. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM et deux fenêtres PEEK.

Caractéristiques

- Mesure d'humidité en ligne
- Design alimentaire
- Pour installation sur tuyauterie
- Capacité en acier inoxydable
- Diamètres nominaux de DN 50 à DN 150
- Variantes de raccordements courantes
- Antennes remplaçables



Accessoires

Dans certaines applications, une compensation de conductivité et/ou de température peut être nécessaire. Dans ce cas, Berthold propose les options suivantes en tant qu'accessoires pour le montage dans une deuxième sphère de mesure.

- Sonde de température
- Capteur de conductivité
- Vanne d'échantillonnage



NOUVEAU



- La mesure par micro-ondes couvre la totalité de la section de la tuyauterie
- Antennes interchangeables
- Certification EHEDG
- Convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) No 1935/2004
- Matériaux approuvés par la FDA
- Compatible CIP / SIP (nettoyable et stérilisable)
- Réduction maximale des zones mortes

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Matériau de la capacité | acier inoxydable poli 1.4404 (AISI 316L) |
| Matériau protectrice antenne | PEEK |
| Matériaux étanchéité | EPDM |
| Raccordement au process: | Bride à souder standard selon norme EN 1092-1 / 11 Alimentaire : Ecrou / Collier fileté selon DIN 11853-1 raccords soudés |
| Diamètres nominaux tuyauterie | DN 50 à DN 150 |
| Niveau de pression nominale | PN 16 |
| Plage de température | Température du produit : 10 ... 130 ° C, occasionnellement jusqu'à 140 ° C Température ambiante (fonctionnement et stockage): -20 ... 60 ° C |
| Connexions | 2 x connexions HF, longueur de câble max.: 10 m |
| Certificats, Règlements | EHEDG, EC 1935/2004 (variante alimentaire) |

