

MESURE DE DENSITÉ DU LAIT DE CHAUX

Un contrôle fiable du lait de chaux pour
gagner en qualité et en rentabilité dans
la production de sucre



BERTHOLD

MESURE DE LA DENSITÉ DANS LA FABRICATION DU SUCRE

La capacité à surveiller et à contrôler les différentes étapes du procédé de production du sucre est essentielle pour obtenir des produits de haute qualité. Il existe plusieurs points critiques nécessitant des mesures précises et répétables. Parmi eux, les cuites continues ou discontinues (cristallisation), les évaporateurs et le lait de chaux. Avec la technologie de mesure par micro-ondes de quatrième génération, les systèmes de mesure Micro-Polar Brix LB 565 de Berthold mesurent en ligne et en temps réel. Les tendances peuvent être reconnues et des mesures peuvent être prises pour assurer une production de haute qualité et rentable.

Mesure précise et répétable du lait de chaux

La mesure et le contrôle de la concentration du lait de chaux sont essentiels pour garantir une bonne qualité et des coûts maîtrisés. Le jus vert contient naturellement de nombreuses impuretés et substances non sucrées qui sont éliminées lors du procédé de nettoyage. Le jus est nettoyé en ajoutant du lait de chaux. C'est là que le Micro-Polar Brix entre en jeu. Grâce à sa technologie micro-ondes, une mesure de concentration très fiable et reproductible est réalisée pour surveiller et contrôler la qualité du lait de chaux. La technologie multifréquence et les câbles de référence permettent une meilleure stabilité et qualité de la mesure. Les capteurs sont également disponibles avec une fonction de rinçage à l'eau pour réduire l'accumulation de produit sur les antennes. Les menus accessibles sur le transmetteur Micro-Polar Brix facilitent l'étalonnage et la mise en route.

Domaines d'application

Le lait de chaux est une suspension d'hydroxyde de calcium dans l'eau qui est produite dans le Mick. Le rapport de mélange entre la chaux vive et l'eau doit être maintenu dans une fourchette permettant d'obtenir un lait de chaux d'une densité nominale de 22,5 °Be. Avec une mesure en temps réel, le procédé peut être contrôlé et exploité sans interruption ou arrêts coûteux. Le LB 565, combiné à une sonde intrusive ou à une FlowCell, peut être utilisé dans le Mick (ou après le celui-ci) pour contrôler la qualité du lait de chaux. Cet équipement fiable et précis permet de surveiller et de contrôler la quantité d'eau ou de jus sucré nécessaire à la production de lait de chaux de haute qualité, augmentant ainsi l'efficacité du procédé.

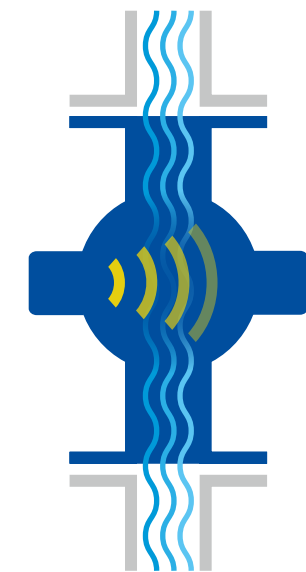


Avantages Clients

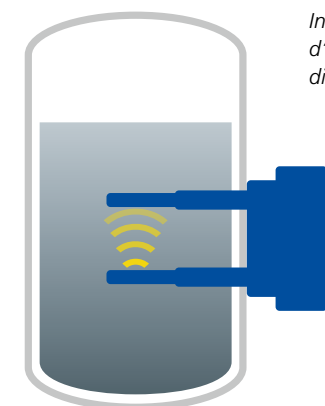
- Mesure de la densité en ligne
- Données précises et représentatives en temps réel pour un meilleur contrôle du procédé
- Résultats de purification optimaux
- Utilisation rentable de la pierre à chaux
- Pt100 pour la compensation de température pour des mesures précises
- Ligne de référence intégrée pour une mesure fiable et sans dérive.

Caractéristiques Techniques

- Mesure des micro-ondes à la pointe de la technologie
- Aucune maintenance requise
- Mesure très précise et répétable
- Options d'installation dans le Mick, sur tuyauteries ou réservoir
- Sonde pour réservoirs et cuves avec dispositifs de rinçage avec faible consommation d'eau.



Installation sur tuyaux avec la FlowCell



Installation sur réservoir d'une sonde intrusive avec dispositif de rinçage intégré



L'EXPERT EN MESURE DES RAYONNEMENTS

Berthold Technologies est le pionnier de la mesure radiométrique en industrie. L'entreprise est spécialisée dans cette technologie depuis plus de 70 ans. L'image de Berthold Technologies est associée à son savoir-faire, à la qualité et la fiabilité de ses produits.

Nos solutions sont orientées clients, nous considérons et apprenons votre métier et ses contraintes. Notre expérience, nos connaissances, notre large gamme de produits, sont autant d'atouts pour une collaboration étroite avec les utilisateurs et les prescripteurs sur les besoins de mesure spécifiques, sur la conception, le développement d'applications et de solutions dans tous les secteurs de l'industrie.

Nous sommes présents à vos côtés... dans le monde entier

Les équipes de Berthold technologies sont à votre écoute quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Notre réseau mondial vous garantit une assistance rapide et efficace. Il est disponible dans les délais les plus brefs pour apporter la réponse appropriée à vos demandes et besoins.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · industry@berthold.com · www.berthold.com

