

# DENSITÉ ET TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES DANS L'ÉPAISSISSEUR

Optimisez votre procédé de décantation



QUALITY  
MADE IN  
GERMANY

**BERTHOLD**

# MESURE DE LA TENEUR EN SOLIDES DANS L'ÉPAISSISSEUR

Les décanteurs de grand volume sont utilisés dans l'industrie minière pour concentrer le minerai ou les minéraux. La décantation par gravité entraîne la séparation solide-liquide, et concentre les matières solides au fond du réservoir. La boue concentrée est évacuée pour pompage en fond du décanteur et doit avoir une teneur élevée en matière sèche. Il faut surveiller cette teneur, car une valeur extrêmement élevée en solides peut obstruer ou endommager les pompes et les tuyaux.

Le SmartSeries LB 414 a été conçu pour les environnements extrêmes et convient aux mesures de densité dans l'industrie minière brute dans des environnements non explosifs.

## Berthold SmartSeries LB 414

La teneur en solides en sortie de décanteur est contrôlée en permanence par une mesure de densité radiométrique SmartSeries LB 414. L'appareil fournit une mesure radiométrique fiable avec une précision et une reproductibilité excellentes.

L'interface utilisateur avec affichage et logiciel facilite l'étalonnage et l'utilisation de l'appareil en protocole HART. L'étalonnage peut être effectué via la commande du détecteur, communicateur HART, PC avec modem de service ou télécommande infrarouge. Une fois étalonnée, la valeur mesurée actuelle est affichée en continu sur l'indicateur local et disponible en sortie HART de 4 à 20 mA.

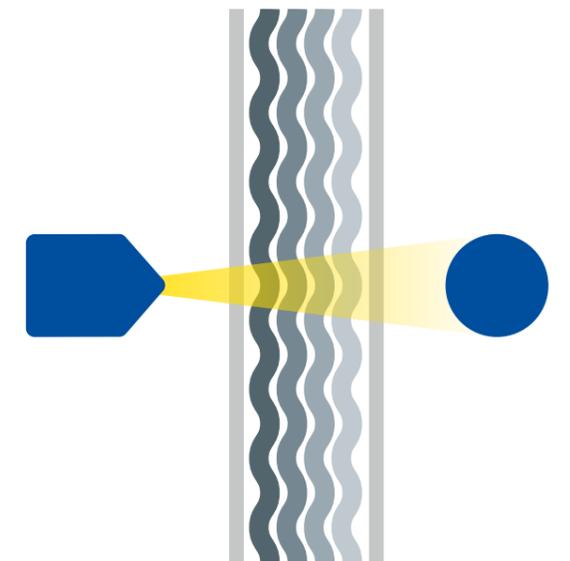


## Avantages Client

- Permet le contrôle du procédé et empêche les tuyaux et les vannes de se boucher
- Optimise l'utilisation des flocculants grâce au contrôle de la fréquence d'alimentation
- Détermination exacte du débit massique, en combinaison avec un débitmètre
- Coûts d'exploitation minimales
- Sans entretien, aucun réétalonnage nécessaire et mesure sans contact évite l'usure

## Fonctionnalités

- Facile à installer sur la canalisation sortant de l'épaississeur avec bride de montage
- Insensible aux milieux corrosifs ou agressifs
- Mesure sans contact et non intrusive
- Étalonnage unique, pas de recalibrage ultérieur
- Mesure en ligne en temps réel
- Stabilité à long terme face aux changements de température et au vieillissement
- Mesure hautement reproductible



Arrangement type d'un système radiométrique pour les mesures de densité sans contact et non intrusives.



## 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](mailto:industry@berthold.com) · [www.berthold.com](http://www.berthold.com)

