

# MESURE DE LA TENEUR EN POTASSE

Analyseur de potasse  
pour l'industrie des engrais



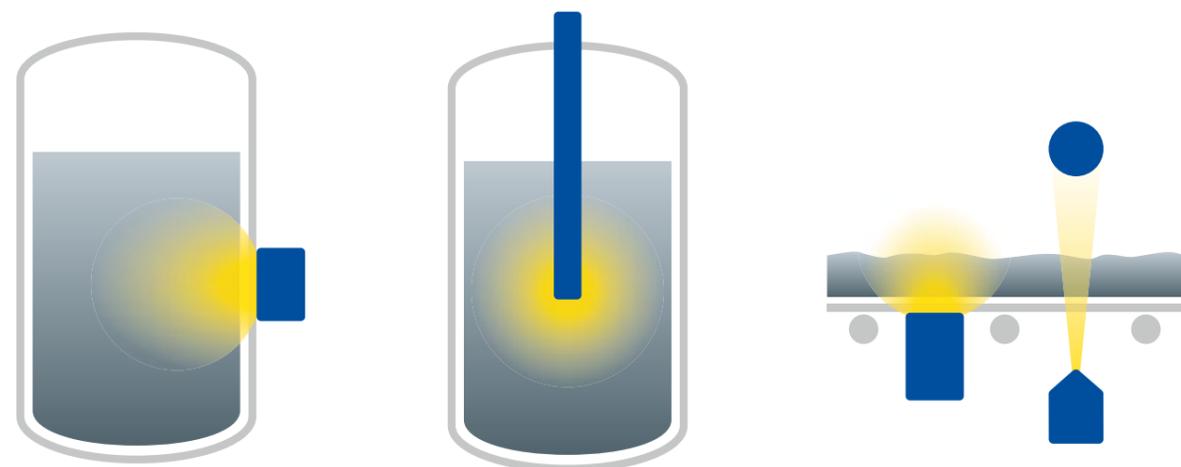
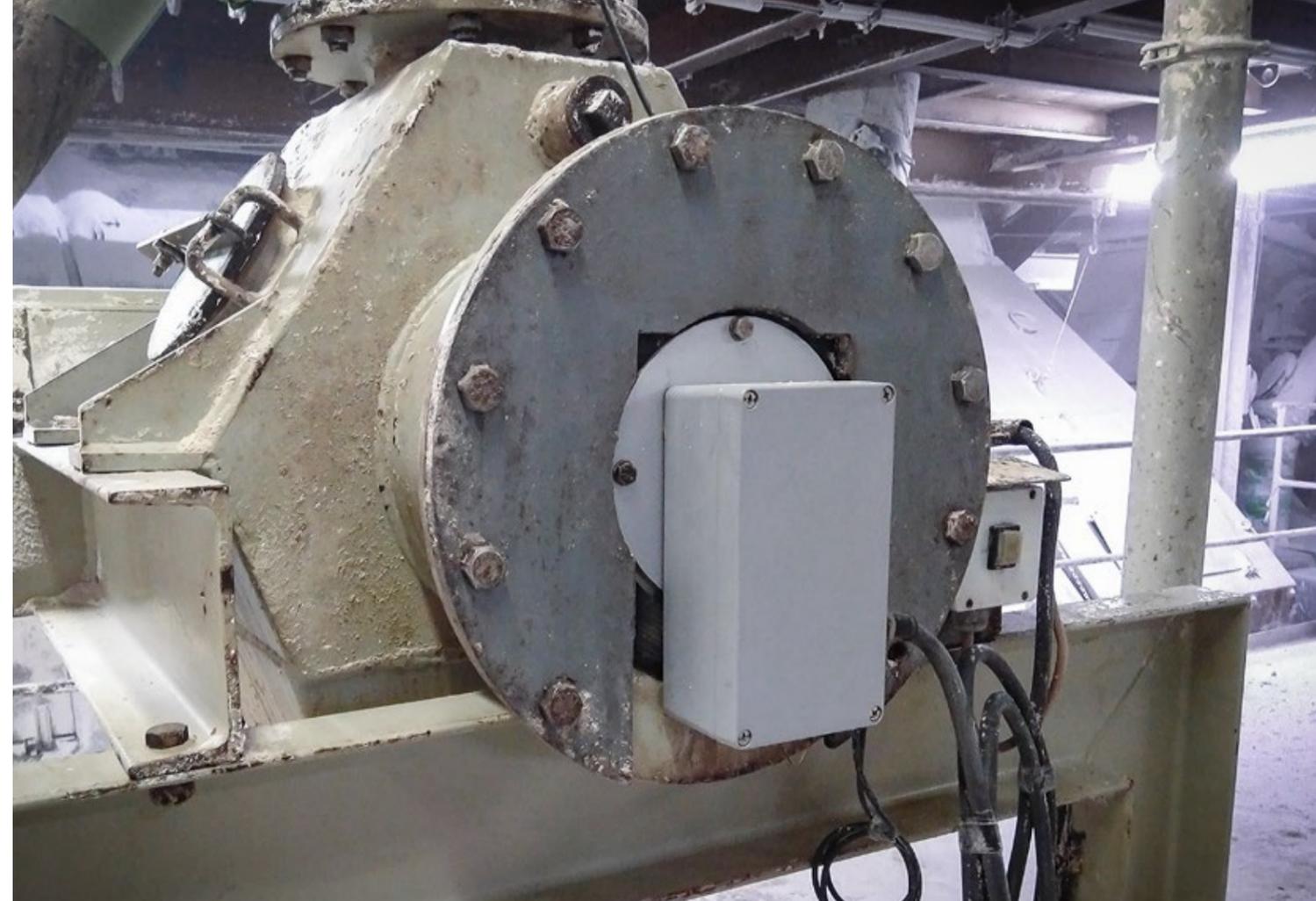
**BERTHOLD**

# MESURE DE LA TENEUR EN POTASSE

La mesure de la teneur en potasse pour l'industrie des engrais est l'une des mesures les plus difficiles et les plus exigeantes de l'industrie minière. Elle est cependant essentielle dans le procédé de production de la potasse. La potasse contient l'isotope radioactif K-40. Cet isotope ne se trouve qu'en très petites quantités dans le minerai lui-même. La détection du K-40 nécessite un système de mesure extrêmement sensible et très stable. Il doit être capable de supprimer le rayonnement du bruit de fond inhérent afin d'obtenir un rapport signal sur bruit optimal. Grâce à la détection du K-40, la concentration de  $K_2O$  ou  $KCl$  peut être mesurée. Avec l'analyseur de potasse LB 474, Berthold vous propose la solution idéale pour des mesures précises pour cette application exigeante. Le système est sans contact, réduisant au strict minimum la maintenance et les temps d'arrêt coûteux.

L'utilisation de détecteurs hautement sensibles, stables et robustes est fondamental pour obtenir une mesure précise. L'analyseur de potasse LB 474 utilise trois types de détecteurs différents en fonction des conditions de procédé et de la configuration mécanique. Le détecteur SuperSENS de Berthold est utilisé lorsqu'une sensibilité maximale est requise. En raison de sa conception compacte, c'est la solution idéale pour une sensibilité maximale.

Les applications sur cuves ou bandes transporteuses requiert une sensibilité et une stabilité élevées. La solution de prédilection de Berthold pour cette tâche de mesure est le détecteur CrystalSENS avec son large cristal 125/50. Pour les réservoirs avec suspension, la meilleure solution est un tube plongeur installé au centre du réservoir. Pour les tubes plongeurs, vous pouvez soit utiliser le SuperSENS soit le CrystalSENS 50/50 pour des diamètres plus petits. Le rapport signal / bruit de ce capteur est inégalé et offre donc une précision et une stabilité de mesure hors pair.



**Sonde surfacique**  
Précision d'environ  $\pm 0.05$  % $K_2O$

**En insertion dans tube plongeur**  
Précision d'environ  $\pm 0.045$  % $K_2O$

**Montage sur bande transporteuse**  
Précision d'environ 0.5...0.7 % $K_2O$   
en fonction de la charge de la bande

## Avantages

- Sensibilité exceptionnelle
- Technologie de mesure industrielle éprouvée
- Mesure en temps réel pendant le procédé
- Haute stabilité de mesure grâce au contrôle de gain breveté
- Mesure sans contact, pas d'usure
- Installation facile sur les cuves existantes

## Caractéristiques

- Affichage en ligne en % $KCl$  ou % $K_2O$
- Diagnostics améliorés
- Journal des événements, modification et journal des données
- Disponible en plusieurs langues
- Installation dans un boîtier mural ou rack 19"
- Détecteurs disponibles en acier inoxydable
- Connexion HART en option
- Agrément NRTL

## Analyseur de potasse LB 474

Une interface électronique facile à utiliser fournissant des mesures en temps réel en % $KCl$  avec sortie de courant 4... 20 mA





## L'EXPERT DANS LA MESURE DE RAYONNEMENT

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)

