

ALARME DE NIVEAU HAUT DANS LES TRÉMIES DE CENDRES

Détection fiable de niveau haut pour
les précipitateurs électrostatiques



BERTHOLD

ALARME NIVEAU HAUT LORS DE LA PURIFICATION DE L'AIR SORTANT

Les filtres nettoient l'air sortant des procédés, comme par exemple dans l'industrie du ciment et dans les centrales électriques au charbon. Les particules en suspension sont filtrées, pour ne pas être libérées dans l'environnement sous forme de pollution atmosphérique. Des précipitateurs électrostatiques sont couramment utilisés à cette fin. A l'avenir, les limites d'émission de poussière seront probablement encore plus strictes dans le monde entier. Ces filtres seront utilisés plus fréquemment ou même remplacés par des filtres plus efficaces, par exemple par des combinaisons de filtres à tubes et de précipitateurs électrostatiques (filtres hybrides).

Les particules en suspension filtrées de l'air sortant du procédé, sont collectées dans des trémies. Si le niveau dans ces trémies est trop élevé, la poussière fine touche les précipitateurs électrostatiques, et les mettent en court-circuit. Le procédé est perturbé. Pour éviter cela, le niveau haut doit être mesuré de manière fiable. Les détecteurs de niveau radiométriques offrent la meilleure fiabilité pour cette application. Les alarmes de niveau radiométriques avec tube Geiger Müller (GM) sont historiquement utilisées pour ces applications. Dans les usines en fonctionnement depuis longtemps, l'activité de la source radioactive peut avoir diminuée en raison de la décroissance naturelle du radionucléide ou suite à une autorisation de prolongation de la source. La sensibilité des détecteurs GM est devenue insuffisante pour permettre une détection fiable du seuil d'alarme de niveau. Le remplacement ou la modernisation de la mesure devient nécessaire.

Système d'alarme de niveau LB 471

Le détecteur de niveau GM en place peut être remplacé par un appareil de mesure à scintillateur LB 471 Berthold plus sensible. Le détecteur à scintillation LB 471 Berthold permet une détection fiable du niveau avec une activité de source beaucoup plus faible. Cette activité est calculée en fonction des caractéristiques de la trémie. Le système de mesure à scintillateur LB 471 est disponible soit dans un boîtier mural, soit dans un rack 19" (pour un maximum de 19 alarmes de niveau).

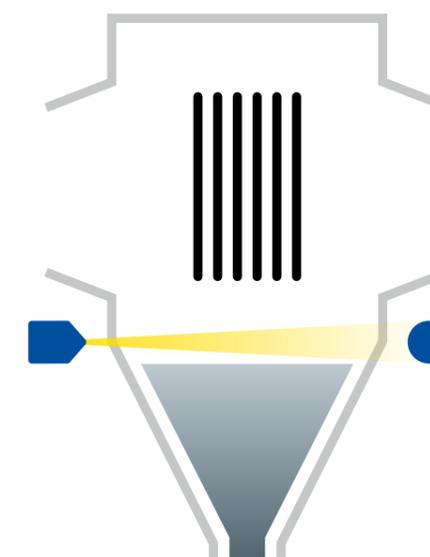


Avantages Clients

- Meilleure sensibilité
- Technologie de mesure industrielle éprouvée
- Mesure en temps réel pendant le fonctionnement
- Sans usure et sans entretien
- Installation simple à l'extérieur du réservoir

Caractéristiques Techniques

- Possibilité d'installation „Modernisation“ sur des réservoirs existants
- Haute disponibilité et donc grande fiabilité opérationnelle
- Etalonnage unique, sans besoin de réétalonnage



Disposition de l'alarme de niveau sur la trémie à cendres



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 FRANCE SAS

8, route des Bruyères · 78770 Thoiry · France
+33 (0)1 34 94 79 00 · berthold-france@berthold.com · www.berthold.fr

