

SOLUTION DE MODERNISATION DES DÉTECTEURS

Réduire le coût d'entretien, de
manipulation et d'élimination
des sources radioactives



 **BERTHOLD**

PROGRAMME DE MODERNISATION POUR AMÉLIORER VOTRE PRODUCTION

LE DÉFI

Les sources de mesure radiométriques décroissent naturellement avec le temps, perdant de leur puissance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez d'activité pour mesurer de manière fiable. Le remplacement des sources est coûteux, prend du temps et ne permet pas de réduire l'activité globale des sources sur le site.

Dans certains cas, les produits obsolètes peuvent vous obliger à remplacer rapidement des composants électroniques défectueux. Heureusement, il existe une autre solution...

LA SOLUTION BERTHOLD

Berthold dispose des détecteurs les plus sensibles et les plus stables du marché. Un simple remplacement permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs sources existantes de plusieurs années, tout en améliorant la fiabilité des mesures pour toutes les applications de densité et de niveau. Les détecteurs Berthold peuvent être installés sur des mesures existantes lorsque la source est devenue trop faible pour fonctionner avec le détecteur actuel. Avec des centaines de systèmes installés dans le monde entier, nous avons l'expérience et le savoir-faire technique nécessaires pour résoudre vos problèmes de mesure, qu'il s'agisse d'un nouveau système ou d'une solution de modernisation.

Détecteurs haute sensibilité

En particulier dans des conditions de faible rayonnement, nos détecteurs à haute sensibilité améliorent le rapport signal/bruit, se traduisant par des performances de mesure supérieures à celles des systèmes concurrents.



Avantages clients

- Prolonger la durée de vie des sources existantes mais anciennes
- Gestion de l'activité globale des sources du site
- Améliorer la stabilité et la fiabilité des mesures
- Anticiper le remplacement avant que la qualité de vos mesures ne se dégrade

Avantages

- Deux fois plus sensible que la concurrence
- Double la vie de la source
- Double la résolution
- Meilleure fiabilité et stabilité
- Réduction des coûts de maintenance
- Installation facile sur toute marque de support de source
- Etalonnage unique requis
- Soutien local et stock disponible





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 · www.berthold.com

