



Dosimètre/ Radiamètre MKS-05

Mesure rayonnement gamma

- Mesure de l'équivalent du débit de dose de rayonnement gamma
- Mesure de l'équivalent de dose de rayonnement gamma
- Évaluation de la contamination surfacique par des radionucléides bêta
- Horloge, alarme

Robuste, léger et simple d'utilisation

Le MKS-05 assure les fonctions de radiamètre et dosimètre individuel. Il est destiné à équiper le personnel pouvant être amené à travailler à proximité de sources radioactives ou dans des environnements radioactifs.

Fonctions

- 3 canaux de mesure indépendants avec affichage sur écran à cristaux liquides
- Compteur Geiger-Müller pour gamma et "bêta"
- Réglage automatique des intervalles et des gammes de mesure
- Signal sonore pour détection de rayonnement gamma et de particules bêta
- Programmation du seuil de l'alarme sonore par rapport au rayonnement de débit de dose
- Affichage numérique
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Indications du niveau de charge (4 niveaux)
- Boîtier résistant aux chocs
- Très léger et peu encombrant

Applications

- Radioprotection personnel
- Contrôle surfacique
- Evaluation contamination de produits agricoles
- Support pour l'enseignement



Caractéristiques techniques

- Rayonnement gamma équivalent du débit de dose (Cs_{137}) 0.1 à 999.9 $\mu Sv/h$; +/- 25%
- Rayonnement gamma équivalent de dose (Cs_{137}) 0.001 à 9 999 mSv ; +/-25%
- Mesure de rayonnement des particules bêta avec évaluation possible de la contamination surfacique par les radionucléides bêta ($Sr_{90} + Y_{90}$) 10 à 100 000 1/cm².min
- Plage de mesure:
 - rayonnement gamma 0.05 à 3.0 MeV; +/- 25%
 - rayonnement bêta 0.5 à 3.0 MeV
 - intervalles de temps de mesure 5 à 70 secondes
- Autonomie de la batterie 6 000 heures
- Plage de température de fonctionnement -10 °C à + 50 °C
- Poids 0.15kg
- Dimensions 120 x 52 x 26 mm



Notre Service Assistance Technique

BERTHOLD France propose un service de maintenance personnalisé en fonction du type d'instrument, de l'application et des souhaits de l'exploitant.

Pour chaque domaine d'activité, Process Control, Bioanalytique ou Radioprotection, divers contrats de maintenance sur site peuvent être proposés, tels que :

- Garantie tous risques,
- Visite de maintenance préventive seule,
- Formule personnalisée.

Les ingénieurs du service sont spécialisés sur toutes les techniques Berthold et interviennent tant sur le territoire français qu'à l'étranger. Ils possèdent les habilitations nécessaires pour opérer sur les sites ou procédés industriels à risques.

Ils dispensent une formation appropriée à l'utilisateur lors de mise en service d'appareils. Des formations complémentaires (action personnalisée, recyclage) sont effectuées en cas de besoin dans les locaux de BERTHOLD France à Thoiry (78).

Un support technique téléphonique est disponible aux heures ouvrables pour notre clientèle.

Les réparations sont réalisées sur demande en atelier, avec le souci de limiter au mieux le temps d'indisponibilité des instruments.

Retrouvez notre matériel sur notre site internet

www.berthold.fr



BERTHOLD FRANCE SAS • 8, route des Bruyères • 78770 Thoiry • FRANCE

Tél.: +33 (0)1 34 94 79 00 • Fax: +33 (0)1 34 94 79 01 • e-mail: berthold-france@berthold.com • www.berthold.fr