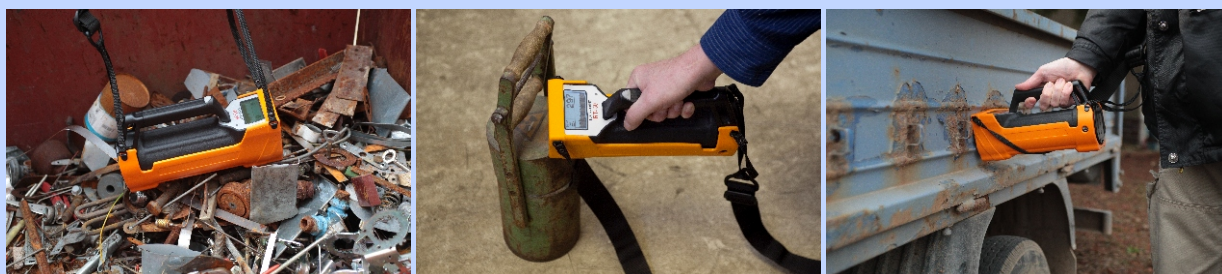




RT-30 SUPER IDENT

Spectromètre portable et compact



Instrument portable d'identification des radionucléides

Le RT-30 SUPER-IDENT est un instrument portable et compact d'identification des radio-isotopes. Le RT-30 est étanche aux intempéries, léger et facile d'utilisation et intègre un dispositif d'identification des radionucléides.

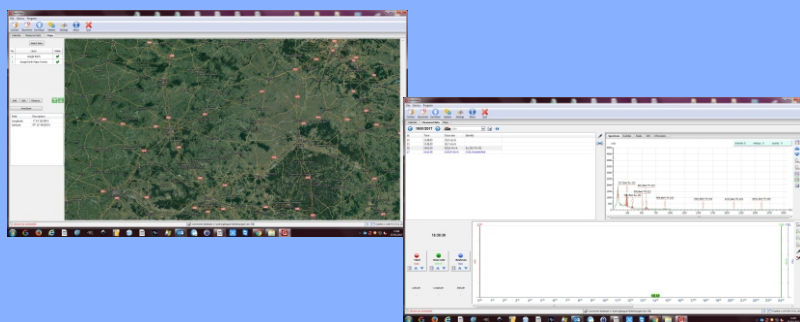


Le grand volume du détecteur à scintillation NaI(Tl) fournit une haute sensibilité et une excellente résolution pour une identification des radio-isotopes rapide et fiable.

L'ensemble est adapté à toutes les applications de mesure en radioprotection dans la plupart des conditions.

Le logiciel polyvalent GeoView permet le téléchargement de toutes les données nécessaires sur un PC, gère la présentation et l'évaluation des données de manière structurée.

La connectivité Bluetooth intégrée permet une localisation GPS couplée à la mesure.



Le RT-30 est livré avec une valise de transport d'un indice de protection IP65 et une sur protection de l'appareil en plastique amovible avec bandoulière.

L'appareil est alimenté par un bloc batteries à changement rapide contenant quatre piles de type AA (alcalines ou rechargeables). Un chargeur est fourni et destiné à être utilisé avec des batteries rechargeables (NiCd ou NiMH).



Applications

- Détection de points chauds dans l'environnement
- Opérations de sécurité et de surveillance
- Usines de recyclage et d'incinération des déchets
- Recyclage de ferraille
- Douane et contrôle aux frontières

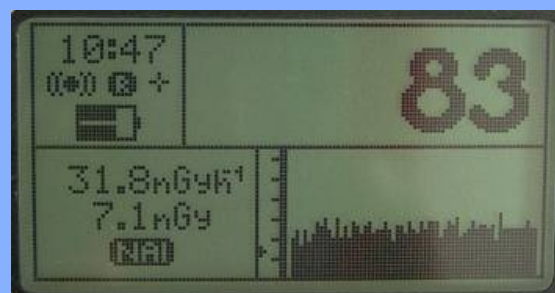
Identification facile et fiable des radio-isotopes

Principe de fonctionnement

Le RT-30 utilise une méthode de stabilisation automatique sur le bruit de fond naturel tout au long de son fonctionnement. Cette méthode évite le recours à une source radioactive pour la stabilisation de la mesure.

En mode «Survey», le RT-30 donne une indication précise du taux de comptage (en cps) en gros caractères, du débit d'équivalent de dose et le taux de comptage en unités sélectionnables, l'état de la batterie et un graphique sur les dernières 80 secondes de la mesure.

D'autres indicateurs montrent l'activation du GPS, l'enregistrement de données et l'activation du Bluetooth.



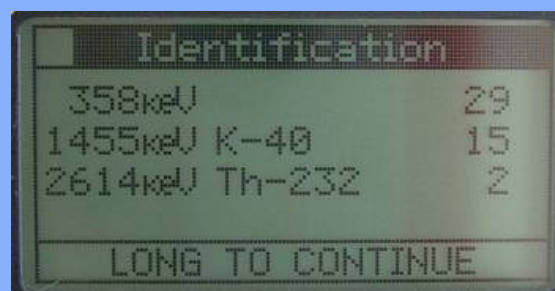
À l'issue de l'acquisition du spectre, une analyse automatique est effectuée en utilisant des algorithmes. Les résultats de l'analyse sont classés par ordre décroissant des intensités des pics et indiqués par de petits histogrammes.

L'acquisition peut être facilement approfondie pour une meilleure analyse ou par choix de l'utilisateur.

Le RT-30 contient une bibliothèque de radio-isotopes complète qui peut être modifiée par les utilisateurs expérimentés pour s'adapter à une application spécifique.

En mode identification le RT-30 commence par une acquisition complète du spectre. Le RT-30 mesure le niveau de radiations et sollicite l'utilisateur pour se déplacer physiquement selon le débit d'équivalent de dose mesuré dans le but d'optimiser l'identification des radio-isotopes via les spectres acquis.

Un barographe indique la progression de la mesure.



Le RT-30 dispose d'1 Go de mémoire disponible pour les spectres pré-réglés, pour les résultats d'analyse et pour la localisation GPS. Le volume de cette mémoire permet un stockage de données pratiquement illimité.

Caractéristiques techniques

Influence Gamma à 1 m	160 cps / 1 MBq pour Cs-137 75 cps / 1 MBq pour Am-241 270 cps / 1 MBq pour Co-60
Débitmètre	Débit d'équivalent de dose corrigé en énergie pour le détecteur NaI Gamme de mesure étendue à 10 mSv/h avec le compteur GM (en option)
Afficheur	Ecran LCD graphique 128x64 pixels-28 x 60 mm Rétro-éclairage automatique
Indication acoustique	Haut-parleur piézoélectrique miniature Fréquence du signal audio proportionnelle au taux de comptage mesuré
Stockage et transfert de données	1 Go de mémoire pour les spectres, les profils de recherche et les valeurs de dose USB 2.0 et Bluetooth 1.2 classe 2
Support GPS	Norme NMEA 0183
Classe de protection	IP 65
Température de fonctionnement	-10°C à + 50°C
Certifications	RFI / EMF Blindage conforme aux normes FCC (CFR 47 part 15) pour la certification CE Classe A
Dimensions	LxPxH 260 mm x 81 mm x 96 mm
Poids	2 kg, piles comprises



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