

# Radiamètre



## X5C plus

### pour la protection radiologique personnelle

- débitmètre approuvé par le PTB pour mesurer le rayonnement gamma et les rayons X en équivalent de dose ambiante  $H^*(10)$
- détecteur: tube GM compensé en énergie
- indication numérique claire des valeurs mesurées sur un affichage rétro éclairé
- débit d'équivalent de dose sélectionnable ou équivalent de dose avec temps d'intégration
- indication quasi-analogique supplémentaire du débit d'équivalent de dose (3,5 décades, bargraph logarithmique)
- indication du pic et de la valeur moyenne du débit d'équivalent de dose
- 4 seuils d'alarme librement programmables
- stockage automatique ou manuel des valeurs mesurées, de la date et de l'heure
- évaluation / indication du temps restant pour rester dans le champ de rayonnement par rapport à la dose maximale autorisée
- indication sonore à impulsions acoustiques
- navigation claire et guidée par menus pour une utilisation facile, partiellement sécurisée par mot de passe
- stockage des paramètres réglés même lorsque l'appareil est éteint
- auto-test et surveillance continue du bon fonctionnement pour assurer une fiabilité élevée de la mesure
- boîtier en plastique métallisé compact résistant aux chocs, facile à décontaminer, indice de protection IP67
- interface RS-232
- l'appareil de base peut être combiné soit directement, soit à l'aide d'un câble avec différentes sondes (voir notice séparée) :
  - pour l'extension de la plage de mesure jusqu'à 10 Sv/h
  - pour la détection des radiations  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$
  - pour les mesures sur liquides
  - pour les mesures effectuées dans des endroits «difficiles d'accès»
  - sonde télescopique DE pour des mesures à distance de sécurité
  - sonde à scintillation 2002 pour la mesure de faibles débits de dose



### Données techniques

Gamme de débit équivalent de dose:	0 nSv/h – 20 mSv/h
DED approuvé par le PTB:	1.0 $\mu$ Sv/h – 20 mSv/h
Gamme d'équivalent de dose:	0 nSv – 10 Sv
Gamme de mesure de la dose	0.5 $\mu$ Sv – 10 Sv
Plage d'énergie:	40 keV – 1.3 MeV
Seuils d'alarme de débit équivalent de dose:	4, librement programmables sur toute la gamme 1 $\mu$ Sv/h – 20 mSv/h
Seuils d'alarme d'équivalent de dose:	4, librement programmables sur toute la gamme 1 $\mu$ Sv – 10 Sv
Plage de température:	-30°C jusqu'à +60°C
Dimensions:	(152 x 82 x 39) mm
Poids:	environ 400 g
Alimentation:	batterie 9V 6LR61
Alarme:	80 dB(A) mesurée à 30 cm de distance
Certification PTB No.:	23.51/04.01
Certification Pompiers Allemands No.:	DL/FW/IdF 080221/1

12/2013

Soumis à  
modifications

### BERTHOLD FRANCE SAS

8 Route des Bruyères  
78770 Thoiry, France  
Tél.: 01 34 94 79 00 • Fax: 01 34 94 79 01  
E-mail: [berthold-france@berthold.com](mailto:berthold-france@berthold.com) • Site internet: [www.berthold.fr](http://www.berthold.fr)