



Capsule de source SSC

La sécurité signée Berthold

Pour une manipulation sécurisée des sources radioactives



Les sources de rayonnement utilisées en mesure radiométrique sont enfermées dans une robuste capsule parfaitement hermétique. La qualité de cette capsule est primordiale car les systèmes de mesure radiométrique sont généralement exploités dans des environnements particulièrement exigeants et hostiles.

La capsule de source SSC établit de nouvelles références en termes de sécurité et de fiabilité. Elle se compose, en fait, de plusieurs capsules imbriquées les unes dans les autres et se révèle hautement résistante à la chaleur et aux atmosphères corrosives. Elle peut être utilisée sans danger en conditions de mesure extrêmes.

Au-delà des normes les plus sévères

La capsule SSC renferme la source radioactive. Gage d'une sécurité maximale, elle est conforme aux normes ISO les plus strictes et offre une protection sensiblement supérieure à la classe la plus élevée.

Thermostabilité maximale

La capsule est testée jusqu'à 1200 °C pendant 60 min.

Titane ou acier inoxydable

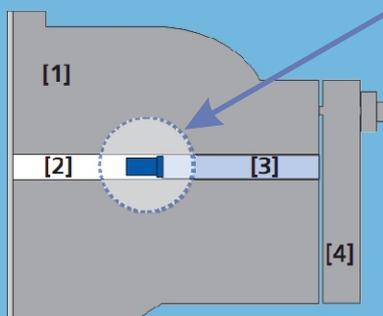
Selon les conditions de process, la capsule peut être composée de titane ou d'acier inoxydable, garantissant une protection optimale contre la corrosion.

Triple encapsulation

La source radioactive est placée dans une capsule interne scellée au sein même de la SSC. Pour les applications pour lesquelles la double encapsulation ne suffit pas, une version à triple encapsulation est disponible en option.

Sécurité de fonctionnement optimale

La capsule SSC est testée selon la norme ISO 2919, dépassant les critères de la classe ultime 66646, et selon les normes ISO 9978 et DIN 25426 s'agissant de son étanchéité.



Un blindage efficace

La capsule de la source est placée dans un blindage compact, ce qui permet au rayonnement d'être dirigé uniquement vers le détecteur.

Vissée à un porte-source, la capsule est fermement maintenue en place et peut être facilement remplacée.



[1] Blindage
(plomb, tungstène ou acier inoxydable)

[2] Parcours du rayonnement pour un canal de rayonnement dirigé

[3] Porte-source avec capsule

[4] Mécanisme d'obturation

Du SUR-MESURE

BERTHOLD est le seul fournisseur de systèmes de Process Control radiométriques au monde à produire ses sources en interne. Les sources radioactives sont ainsi fabriquées selon les exigences de chaque client à l'aide de technologies de pointe.



L'assistance technique incluse !

Nos ingénieurs commerciaux et experts en applications déterminent le radionucléide et son activité requises de la source en fonction des spécificités de votre besoin. De plus, nous nous engageons à limiter le niveau de rayonnement au strict nécessaire. L'utilisation de nos détecteurs de haute sensibilité permet aujourd'hui de réduire l'activité de la source jusqu'à 80%.

Pour plus d'informations sur les blindages, reportez-vous à la brochure dédiée. Sous réserve de modifications sans préavis.



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

Tél.: 01 34 94 79 00 • Fax.: 01 34 94 79 01 • e-mail: berthold-france@berthold.com • www.berthold.fr

