



## SSC Strahlerkapsel

Sicherheit made by Berthold



### Sicher im Umgang mit Radioaktivität

Die für radiometrische Messungen eingesetzte Strahlenquelle ist auslaufsicher in einer äußerst robusten Kapsel eingeschlossen. Da radiometrische Messsysteme häufig dort eingesetzt werden, wo extreme Messbedingungen herrschen, ist die Qualität dieser Kapsel ein entscheidendes Kriterium.

Die Strahlerkapsel SSC setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie enthält mehrere ineinander verbaute Kapseln und weist höchste Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit auf. Selbst unter extremen Messbedingungen kann diese Kapsel bedenkenlos eingesetzt werden.

## Über den Standard hinaus

Die Strahlerkapsel SSC enthält die radioaktive Quelle. Sie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und erfüllt die bestmögliche ISO-Klassifikation. Mit ihren Ergebnissen liegt SSC sogar weit über der höchsten Anforderungsklasse.

- **Zuverlässiger Hitzeschutz**

SSC ist Temperatur-getestet bis 1200°C / 60min.

- **Titan oder Edelstahl**

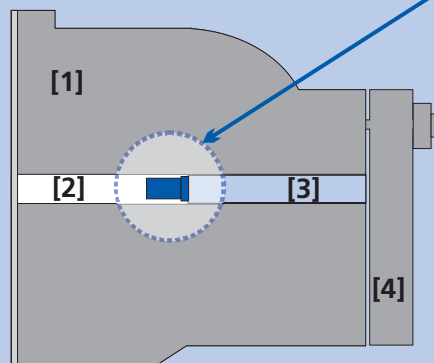
Abhängig von den Umgebungsbedingungen wird die Kapsel aus Titan oder Edelstahl gefertigt, um den optimalen Korrosionsschutz sicherzustellen.

- **3-fach gekapselt**

Die radioaktive Quelle befindet sich in einer Innenkapsel, die wiederum in der SSC eingeschlossen ist. Für Anwendungen, wo diese doppelte Kapselung nicht ausreicht, kann optional auch eine 3-fache Kapselung der radioaktiven Quelle angeboten werden.

- **Höchste Betriebssicherheit**

Getestet nach ISO 2919, wobei die bestmögliche Klassifikation 66646 übertroffen wurde; sowie Dichtheitsprüfung nach ISO 9978 und DIN 25426.



### Gut abgeschirmt

Die Strahlerkapsel befindet sich im Inneren einer kompakten Abschirmung aus Blei, Wolfram oder Edelstahl. Sie wird auf einen Strahlerhalter geschraubt, der die Montage und den Strahlertausch erleichtert und die Kapsel in ihrer Position sichert.



- [1] Abschirmung (aus Blei, Wolfram oder Edelstahl)
- [2] Strahlengang sorgt für einen gerichteten Austritt der Strahlung
- [3] Strahlerhalter mit aufgeschraubter Strahlerkapsel
- [4] Schließmechanismus

### Produktion nach Maß

BERTHOLD ist weltweit einziger Messtechnik-Anbieter mit eigener Strahlerfertigung. Hier werden die Strahlenquellen kundenspezifisch hergestellt und mit modernster Fertigungstechnik sicher verschlossen.



### Technischer Support Selbstverständlich!

Unsere Vertriebsingenieure und Applikationsspezialisten ermitteln die jeweilig erforderliche Strahleraktivität individuell und passend für Ihre Messaufgabe. Dabei richten wir uns nach dem Prinzip: Nur so wenig Aktivität wie unbedingt nötig. Aufgrund unserer hochempfindlichen Detektortechnologie gelingt es uns die Strahleraktivität um bis zu 80% zu reduzieren.

Abschirmungen siehe separates Prospekt.  
Änderungen vorbehalten!

