

Neu!

Radiometrie-Detektoren mit SIL Zertifikat

SENSseries LB 480

Die radiometrischen Detektoren SENSseries LB 480 von Berthold Technologies haben das SIL2 / SIL 3 Zertifikat erlangt. Das Zertifikat umfasst die Messapplikationen Grenzstand, Füllstand und Dichte. Damit ist Berthold Technologies der erste Hersteller von SIL zertifizierten, radiometrischen Systemen - sowohl für Füllstands- als auch für Dichtemessungen.

SIL2 zertifiziert für
Grenzstand, Füll-
stand und Dichte

ausgiebig getestet
und zertifiziert
durch TÜV Süd nach
IEC 61508:2010

SIL3 bei
redundanter
Installation (1oo2)

auch für kaskadierte
Messsysteme



[SIL 2]

[SIL 3]

