

Firma

Straße

Ort

Postleitzahl

Land

Name

E-Mail

Telefon

Datum

Projekt

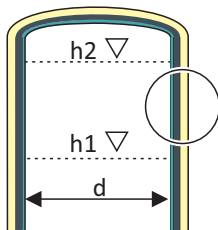
Prozess Spezifikationen

Messstelle

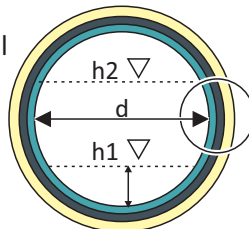
Applikation/Prozess

Behälter Spezifikation

☐ Vertikal



☐ Horizontal



☐ andere (konisch, konisch-zylindrisch, halb-konisch,...)
Bitte Zeichnung hinzufügen

Messbereich

☐ mm ☐ inch

Füllstand bei 0% (h1)

Füllstand bei 100% (h2)

Innerer Durchmesser (d)

Stärke

Material

Dichte

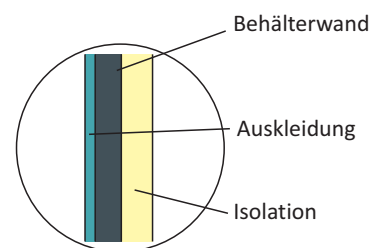
☐ mm ☐ inch

g/cm³

Behälterwand

Auskleidung

Isolation



Andere (feuerfeste Schichten, Verkleidungen, ...)

Bauliche Hindernisse (Rührwerk, Flansch, ...) ☐ Nein ☐ Ja wenn ja, bitte Zeichnung hinzufügen

Wandablagerungen ☐ Nein ☐ Ja wenn ja, ungefähre Stärke und Dichte

Gibt es zusätzliche radiometrische Messungen in der Nähe

☐ Nein ☐ Ja wenn ja, bitte Behälter-Lagerplan hinzufügen

Produkt

☐ flüssig ☐ fest	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.	Benennung
Produktdichte	g/cm ³				
Gas, Schaum, zweite Flüssigkeitsphase (falls vorhanden)	g/cm ³				
	g/cm ³				
Behälterdruck	bar				
Produkttemperatur	°C				

Instrumentierung

	min.	max.	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)
Umgebungstemperatur an der Messstelle			°C
Stromversorgung	☐ 90-250VAC	☐ 24VDC	
EX-Schutz erforderlich	☐ No ☐ Yes	Typ	
Prozesssignal:	☐ 4 ... 20 mA ☐ HART ☐ FF ☐ PA	(FF = Foundation Fieldbus, PA = Profibus PA)	
Funktionale Sicherheit:	☐ keine ☐ SIL 2 ☐ SIL 3		
Stromausgang:	☐ Aktiv/Stromquelle ☐ Passiv/Stromsenke		

Nachrüstung (vorhandener Strahler)

Ursprüngliches Strahlerdatum	
Strahler Typ	☐ Punktstrahler ☐ Stabstrahler
Ursprüngliche Strahleraktivität	☐ Mbq ☐ mCi
Isotop	
Strahlenaustrittswinkel der Abschirmung (Grad)	
Strahlerhersteller	

Bitte fügen Sie eine Zeichnung oder mindestens eine Skizze der bestehenden Installation mit Seiten- und Draufsicht hinzu.

Kommentare / spezielle Anforderungen