

Firma

Straße

Ort

Postleitzahl

Land

Name

E-Mail

Telefon

Datum

Projekt

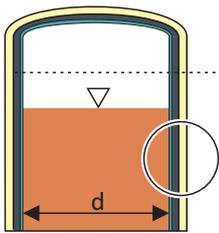
**Prozess Spezifikationen**

Messstelle

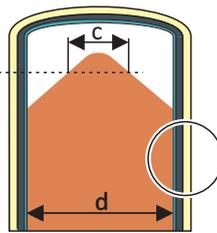
Applikation/Prozess

**Behälter Spezifikationen**

- Flüssigkeitsniveau in einem vertikalen, zylindrischen Behälter
- Schüttkegel im vertikalen zylindrischen Behälter
- Andere (Bitte Zeichnung hinzufügen)



Messpunkt



Messbereich

mm  inch

Innerer Durchmesser (d) am Messpunkt

Schüttkegel Durchmesser (c)

Stärke

Material

Dichte

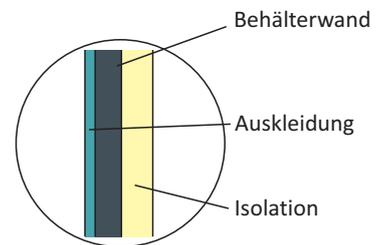
mm  inch

**g/cm<sup>3</sup>**

Behälterwand

Auskleidung

Isolation



Andere (feuerfeste Schichten, Verkleidungen, ...)

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

Aufbauten  Nein  Ja wenn ja, ungefähre Stärke und Dichte

Grenzwert Schaltverhalten  max.  min.

Gibt es zusätzliche radiometrische Messungen in der Nähe  
 Nein  Ja wenn ja, bitte Behälter-Lageplan hinzufügen

**Produkt**

<input type="radio"/> flüssig <input type="radio"/> fest	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.	Benennung
Produktdichte	g/cm <sup>3</sup> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gas, Schaum, zweite Flüssigkeitsphase (falls vorhanden)	g/cm <sup>3</sup> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g/cm <sup>3</sup> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Behälterdruck	bar <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Produkttemperatur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Instrumentierung**

Reaktionszeit (s)

Umgebungstemperatur an der Messstelle  min.  max.  Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren) °C

Stromversorgung     90-250V AC/DC     24V AC/DC

EX-Schutz erforderlich     No     Yes    Typ

Prozesssignal:     4 ... 20 mA     HART     Relay     OFF     PA (FF = Foundation Fieldbus, PA = Profibus PA)

Funktionale Sicherheit:     keine     SIL 2     SIL 3

Stromausgang:     Aktiv/Stromquelle     Passiv/Stromsenke

**Nachrüstung (vorhandener Strahler)**

Ursprüngliches Strahlerdatum

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**