

Firma
 Straße
 Ort
 Postleitzahl
 Land

Name
 E-Mail
 Telefon
 Datum
 Projekt

Behälter Spezifikationen (bitte Zeichnung hinzufügen)

Behälter ☐ neu/Konzeptionsphase ☐ bestehend

Ausrichtung des Behälters ☐ horizontal ☐ vertikal ☐ andere

Behälter Innendurchmesser ☐ mm ☐ inch

Stärke Behälterwand ☐ mm ☐ inch

Behältermaterial

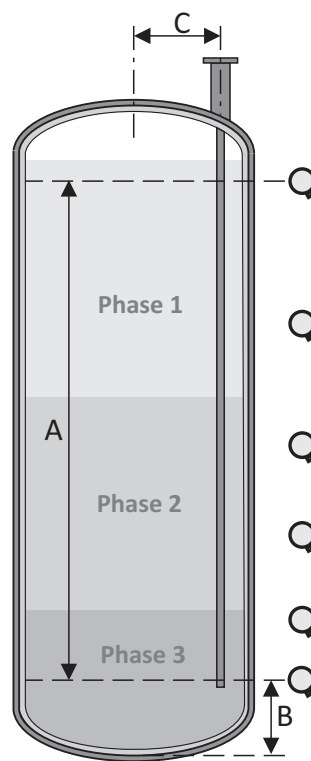
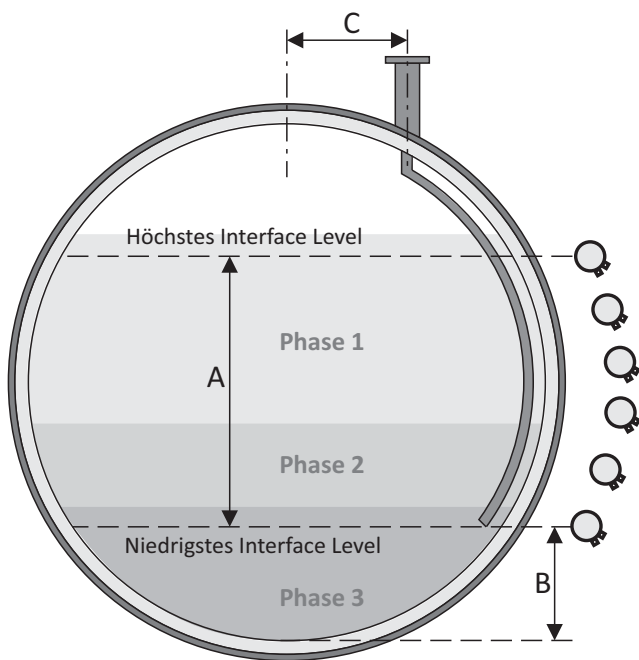
Stärke Isolation ☐ mm ☐ inch

Isolationsmaterial

Zusätzliche Verkleidung / Heizmantel (Stärke und Material)

Messbereich (A) ☐ mm ☐ inch

Offset (B) ☐ mm ☐ inch



Installationsdetails (bitte Zeichnung hinzufügen)

Tauchrohr ☐ neu/Konzeptionsphase ☐ bestehend Stärke

Nozzle

Tag Größe Druck Durchmesser Wandstärke

Distanz zur Behältermitte (C):

☐ Behältereinbauten wie elektrostatische Gitter, Heizung, etc.

Materialeigenschaften

		Dichte Unit g/cm ³ (andere Einheit bitte spezifizieren)		Füllstand (vom Behälterboden)	
		min.	max.	min.	max.
oben	Phase 1 Name			☐ mm	☐ inch
	Phase 2 Name				
	Phase 3 Name				
	Phase 4 Name				
	Phase 5 Name				
unten					

Emulsionsschicht ☐ Nein ☐ Ja vorraussichtliche Schichthöhe ☐ mm ☐ inch
 Behälteraufbauten ☐ Nein ☐ Ja vorraussichtliche Stärke ☐ mm ☐ inch

Prozessbedingungen

	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Prozesstemperatur	°C			
Umgebungstemperatur	°C			
Behälterdruck	bar			

Ausgabewerte

- ☐ Dichte: Anzahl der Messpunkte (Auflösung)
☐ Dichte & Füllstand jeder Phase

Detektoren

Stromversorgung ☐ 110-240 VAC ☐ 24 VDC
 Ex-Schutz erforderlich ☐ Nein ☐ Ja Typ
 Funktionale Sicherheit ☐ none ☐ SIL 2 ☐ SIL 3
 Gehäusematerial ☐ SS304 (Standard) ☐ SS316L (z.B. Off-Shore) ☐ andere Typ

Kommentare / spezielle Anforderungen