

Firma	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Postleitzahl	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>	Projekt	<input type="text"/>

Prozess Spezifikationen

Messstelle

Applikation

Produkt

Messaufgabe (Bitte ankreuzen, ob eine Dichtemessung oder Konzentrationsmessung gefordert ist)

Bei Dichtemessung (z.B.: g/cm³, SG):

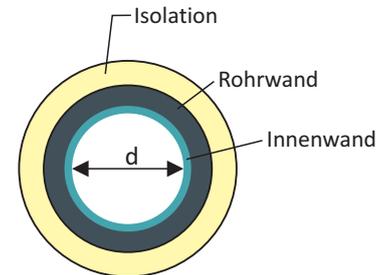
<input type="radio"/> Dichte min/max	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Dichte	g/cm ³ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkttemperatur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Genauigkeit	Einheit (falls andere Einheit bitte spezifizieren)			
<input type="text"/>	% <input type="text"/>			

Bei Konzentrationsmessung (z.B.: %):

<input type="radio"/> Konzentration (Gemisch aus 2 Produkten)				
Name Produkt 1 (z.B.: Trägerflüssigkeit)	<input type="text"/>			
	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Dichte Produkt 1	g/cm ³ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name Produkt 2 (z.B.: Feststoff)	<input type="text"/>			
	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Dichte Produkt 2	g/cm ³ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konzentration (Produkt 2 in Produkt 1)	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
	% <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Genauigkeit	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)			
<input type="text"/>	% <input type="text"/>			

Rohr Spezifikation

	Stärke <input type="checkbox"/> mm	Material	Dichte g/cm ³
Durchmesser innen (d)	<input type="text"/>		
Rohrwand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Innenwand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Isolation	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Andere	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Betriebsdruck in Rohrleitung konstant bar
 variabel von bis bar

Messung an waagerechter Leitung
 senkrechter Leitung
 nicht am Rohr (z.B. Behälter, Tank oder Trichter)
 Bitte Zeichnung der Geometrie, Wandstärke und Abmessungen beifügen.

Instrumentierung

	min.	max.	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)
Umgebungstemperatur an der Messstelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	°C <input type="text"/>
Stromversorgung	<input type="radio"/> 90-250VAC	<input type="radio"/> 24VDC	
EX-Schutz erforderlich	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja	Typ <input type="text"/>	
Prozesssignal:	<input type="radio"/> 4 ... 20 mA	<input type="radio"/> HART	<input type="radio"/> FF <input type="radio"/> PA
Funktionale Sicherheit:	<input type="radio"/> keine	<input type="radio"/> SIL 2	<input type="radio"/> SIL 3
Stromausgang:	<input type="radio"/> Aktiv/Stromquelle	<input type="radio"/> Passiv/Stromsenke	

Nachrüstung (vorhandener Strahler)

Original Strahler Datum

Original Strahler Aktivität Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren) Mbq

Isotop

Strahlerhersteller

Kommentare / spezielle Anforderungen