

Société	<input type="text"/>	Nom, Prénom	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Tél.	<input type="text"/>
Ville	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>	Projet	<input type="text"/>

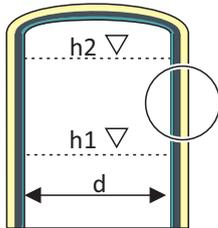
Caractéristiques du procédé

Tag mesure

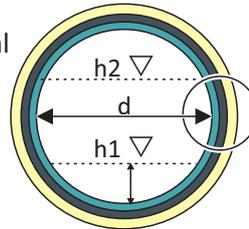
Application

Spécifications de la cuve

Vertical



Horizontal



Autres (conique, conique-cylindrique, demi-conique...)
Veillez joindre un schéma

Plage de mesure

mm pouce

Niveau produit à 0% (h1)

Niveau produit à 100% (h2)

Diamètre interne (d)

Epaisseur

Matériau

Densité

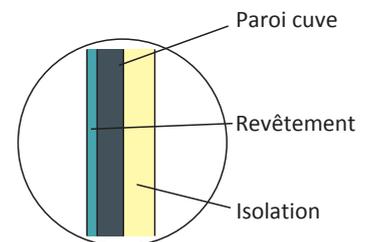
mm pouce

g/cm³

Paroi de la cuve

Revêtement

Isolation



Autres (couche réfractaire, revêtement, ...)

Obstructions (agitateur, collier, ...)

Non Oui si oui, joindre un schéma

Encrassement

Non Oui si oui, épaisseur approx. et densité

Y a-t-il d'autres mesures radiométriques à proximité ?

Non Oui si oui, joindre un plan de localisation des cuves

Produit

<input type="radio"/> liquide <input type="radio"/> solide	Unité (si autre, préciser)	normal	min.	max.	Nom
Densité produit	g/cm ³				
Gaz, mousse, 2ème phase liquide (le cas échéant)	g/cm ³				
	g/cm ³				
Pression dans la cuve	bar				
Température produit	°C				

Instrumentation

	min.	max.	Unité (si autre, préciser)
Température ambiante au point de mesure			°C
Alimentation	<input type="radio"/> 90-250V AC/DC	<input type="radio"/> 24V AC/DC	
ATEX requis	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Type	
Signal:	<input type="radio"/> 4 ... 20 mA	<input type="radio"/> HART	<input type="radio"/> FF <input type="radio"/> PA (FF = Foundation Fieldbus, PA = Profibus PA)
Sécurité :	<input type="radio"/> aucune	<input type="radio"/> SIL 2	<input type="radio"/> SIL 3

Modernisation (avec source existante)

Date origine de la source

Activité d'origine de la source Mbq mCi

Type d'isotope

Angle irradiation du blindage (degré)

Fabricant de la source

Please add drawing or at least a sketch of the existing installation with side and top view.

Commentaires / Demandes spécifiques

Les produits que propose Berthold Technologies sont des systèmes personnalisés. Il existe une large gamme d'instruments et d'options pouvant être sélectionnés d'après les paramètres de procédé du client. La taille des sources radioactives est également calculée et sélectionnée spécifiquement pour le procédé concerné. Ces données sont nécessaires pour concevoir un système qui répondra aux besoins du clients et de la mesure. Les imprécisions ou les oublis de données pourraient avoir un effet négatif sur l'opération de mesure. Berthold ne peut être tenu responsable pour la performance de ses équipements si des spécifications initiales ont été falsifiées ou n'ont pas été présentés entièrement.