

|             |                      |             |                      |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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"/> |

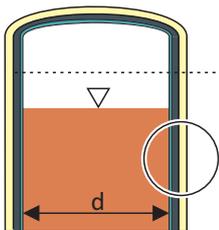
### Caractéristiques du procédé

Tag mesure

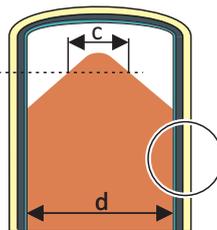
Application

### Spécifications de la cuve

- Niveau de liquide dans une cuve cylindrique verticale     
  Niveau de produit solide dans une cuve cylindrique verticale     
  autre (joindre un schéma)



Point de mesure



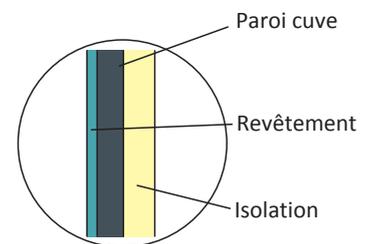
Plage de mesure

mm  pouce

Diamètre interne (d) au point de mesure

Diamètre du produit solide en cône (c)

|                  | Epaisseur<br><input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> pouce | Matériau             | Densité<br>g/cm <sup>3</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Paroi de la cuve | <input type="text"/>                                                    | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| Revêtement       | <input type="text"/>                                                    | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| Isolation        | <input type="text"/>                                                    | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |



Autres (couche réfractaire, revêtement, ...)

Obstructions (agitateur, collier, ...)     
  Non     Oui    si oui, joindre un schéma

Encrassement     
  Non     Oui    si oui, épaisseur approx. et densité   

Commutation fonction alarme     
  haute  basse

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<br>(si autre, préciser)          | normal               | min.                 | max.                 | Nom                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produit/Densité apparente                                  | g/cm <sup>3</sup> <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gaz, mousse, 2ème liquide<br>(le cas échéant)              | 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"/> |
| Pression dans la cuve                                      | bar <input type="text"/>               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Température produit                                        | °C <input type="text"/>                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |

**Instrumentation**

Temps de réponse  (s)

min.  max.  Unité (si autre, préciser) °C

Température ambiante au point de mesure  °C

Alimentation    120V AC    240V AC    24V AC/DC

ATEX requis    Non    Oui   Type

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

Sécurité:    aucune    SIL 2    SIL 3

**Modernisation (avec source existante)**

Date d'origine de la source

Activité d'origine de la source   Mbq    mCi

Type d'isotope

Angle irradiation du blindage (degré)

Fabricant de la source

Veuillez joindre un schéma ou un croquis de l'installation déjà en place avec vue de cotés et de dessus.

**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.