

Questionnaire

Mesure radiométrique de coulée continue GAMMAcast

Pour une solution optimale de votre mesure, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce questionnaire entièrement complété avec les dessins demandés.

Information Contact			
Société			
Nom/Prénom			
Adresse			
Code postal/ Ville			
Pays			
Téléphone		Fax	
E-mail			

Spécifications du procédé

Nombre de mèches

Frein Electromagnétique	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Field intensity at detector position _____ Gauss
		Make _____
Agitateur Electromagnétique	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Field intensity at detector position _____ Gauss
		Field frequency _____ Hz
		Make _____

Le cas échéant, veuillez indiquer votre propre préférence en matière de détecteur :

LB 6739 LB 6760 LB 6752

Veuillez indiquer la longueur du câble entre la boîte de jonction et le détecteur :

5 m 10 m 15 m 20 m

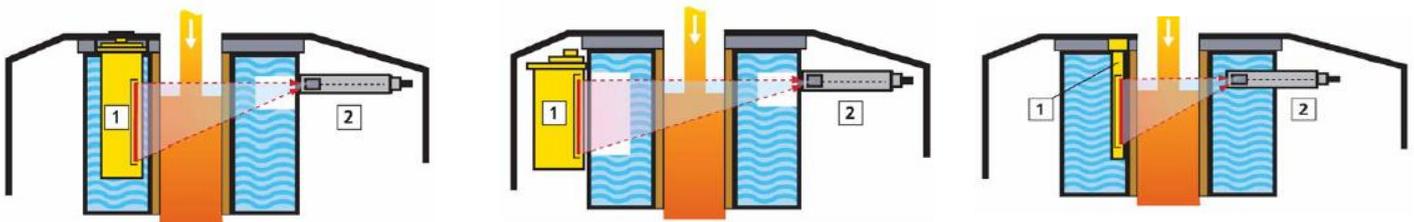
Veuillez indiquer le type de connexion à la boîte de jonction :

HeavyCon plug Open ends/terminals

Veillez remplir le tableau ci-dessous pour le matériau entre la source et le trajet du faisceau du détecteur pour tous les différents formats de coulées.

	Format 1	Format 2	Format 3	Format 4
Taille du moule(mm)				
Epaisseur totale matériau (mm)				
Parois en cuivre				
Chambre à eau				
Chambre à eau				
Acier liquide				
Distance source - détecteur (mm)				
Plage de mesure demandée (mm) (à partir du bord supérieur du moule)				
Ménisque/ Point de consigne (mm) (à partir du bord supérieur du moule)				

Veillez indiquer la disposition possible de la source (1) et du détecteur (2) :



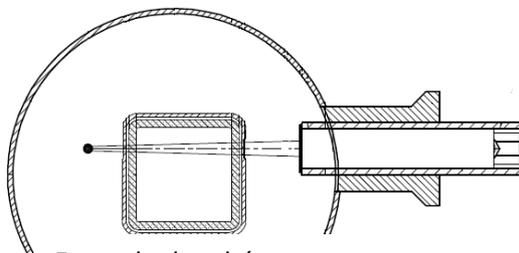
Interne

Externe

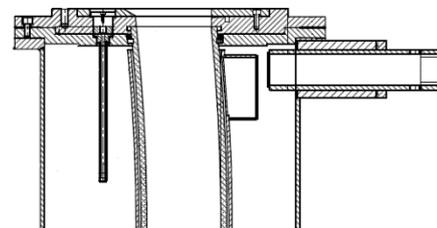
Dans un tube de protection

Veillez également fournir les informations suivantes :

- 1) Schéma/dessin pour tous les formats de coulée, montrant la coulée vue de dessus
- 2) Schéma/dessin en coupe pour tous les formats de coulée vue de côté.



Exemple de schéma
vue de dessus.



Exemple de schéma
en coupe vue de côté.