

castXpert LB 452

ÉLECTRONIQUE POUR LA MESURE DE NIVEAU DANS LES LINGOTIÈRES

Mesurabilité et répétabilité maximales

Filtre intégré pour la suppression de l'oscillation des moules. Affichage de la précision de mesure dans le système.

Flexibilité

Changement de format rapide et facile grâce au stockage de plusieurs courbes d'étalonnage.

Convivialité

Interface utilisateur intuitive et multilingue via un écran tactile.

Sécurité

Canaux de mesure indépendants avec alimentation séparée.



Extension modulaire

Possibilité d'extension jusqu'à 4 canaux de mesure, de cartes d'entrée et de sortie de signal supplémentaires.

Testé et éprouvé

Satisfaction maximale des clients avec plus de 1.000 systèmes utilisés dans le monde.

DONNÉES TECHNIQUES

castXpert LB 452

Electronique de traitement (gère jusqu'à 4 canaux actifs)

Application	Niveau pour coulée continue
Dimension	Rack 19", 3 HE (écran tactile couleur 7")
Alimentation	90 ... 264 V AC, 50/60 Hz
Plage de température	-20 ... +50 °C fonctionnement -20 ... +70 °C stockage
Classe de protection	IP20
Poids	4 - 6 kg selon le nombre de cartes installées
Connexion	Port USB pour les périphériques de stockage USB ou un clavier ou une souris externe. Ethernet pour le contrôle à distance et l'enregistrement

Cartes d'extension (optionnelles par canal actif)

Chaque canal actif fonctionne séparément avec sa propre unité d'alimentation et ses propres connexions.

Alimentation	90 ... 264 V AC, 50/60 Hz
Entrées	Connexion du détecteur 2 entrées digitales pour le réglage à distance du vide et du plein
Sorties	1x 4 ... 20 mA sortie courant pour le niveau du moule Sortie relais pour le signal d'erreur
Configuration	Stocke jusqu'à 8 courbes d'étalonnage avec jusqu'à 21 points d'étalonnage chacune.

Carte de mesure (requisse par canal actif)

Entrées	2 entrées digitales pour la sélection à distance de jusqu'à 4 courbes d'étalonnage
Sorties	1 sortie courant 4 ... 20 mA pour le niveau de moule, la température du détecteur ou le nombre de détecteurs. 2 sorties relais pour le signal d'alarme

Cartes bus (en option par canal actif)

Interfaces	Profibus DP ou ProfiNet pour la sortie de données cycliques et la sélection du système.
------------	---