

castXpert LB 452

UNIDADE DE CONTROLE DO NÍVEL DE MOLDE

Maior mensurabilidade e repetibilidade

Filtro embutido para supressão da oscilação do molde. Exibição da precisão da medição no sistema.

Flexibilidade

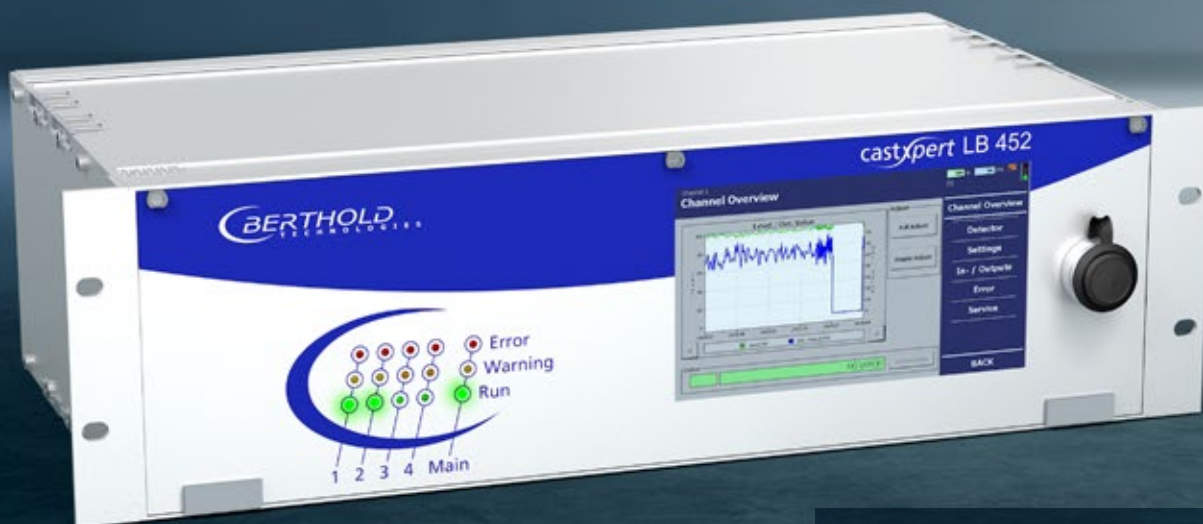
Troca rápida e fácil de formato de molde por meio do armazenamento de várias curvas de calibração.

Fácil de usar

Interface intuitiva e multilíngue via tela sensível ao toque.

Segurança

Canais de medição independentes com fontes de alimentação separadas.



Expansível modularmente

Expansão para até 4 canais de medição e possibilidade de cartões adicionais de entrada e saída de sinais.

Testado e comprovado

Alta satisfação dos clientes, com mais de 1.000 sistemas em uso no mundo todo.

DADOS TÉCNICOS & INFORMAÇÕES

castXpert LB 452

Unidade de controle (suporta até 4 canais ativos)

Aplicação	Nível do molde
Dimensões	Rack 19", 3 HE (Tela sensível ao toque colorida de 7")
Alimentação	90 ... 264 V AC, 50/60 Hz
Faixa de temperatura	Operação: -20 ... +50 °C Armazenamento: -20 ... +70 °C
Grau de proteção	IP 20
Peso	4 – 6 kg (dependendo do número de placas instaladas)
Conexão	Porta USB para dispositivos de armazenamento USB ou teclado/mouse externo Ethernet para acesso remoto e registro de dados

Placa de medição (obrigatória por canal ativo)

Cada canal ativo funciona separadamente com sua própria fonte de alimentação e conexões.

Fonte de alimentação	90 ... 264 VAC, 50/60 Hz
Entradas	2 entradas digitais para ajuste remoto de nível vazio e cheio
Saídas	1 saída de corrente (4 ... 20 mA) para nível do molde Saída de relé para sinal de erro
Configurações	Capacidade para até 8 curvas de calibração, com até 21 pontos de calibração cada

Placa de expansão (opcional por canal ativo)

Entradas	2 entradas para seleção remota de até 4 curvas de calibração
Saídas	1 saída de corrente (4 ... 20 mA) para nível do molde, temperatura do detector ou contagem do detector 2 saídas de relé para sinal de alarme

Placa de comunicação (opcional por canal ativo)

Interfaces	Profibus DP ou ProfiNet para saída de dados cíclica e seleção do sistema
------------	--