

料位开关LB 471 二线制探测器LB 4700 两线制料位开关测量系统

灵活操作

可在标准模式和专业模式之间切换，使用更多功能。

节省空间，优化成本

用于监测高/低料位的高性价比紧凑型主机



安全可靠

持续的故障自我监测与运行状态监控



经久耐用，抗干扰性强

选配铅罩以屏蔽背景辐射，耐腐蚀不锈钢外壳，经久耐用

技术数据

LB 471料位开关变送器/LB4700二线制探测器

变送器

应用 (型号)	料位开关
型号	盒式 (3U, 7HP) 或插卡式 (3U, 4HP)
电源	18 至 30 V DC 或 24 V AC +10% 至 -15% 选配: 115/230 V AC 变送器 +10% 至 -15%, 47 至 65 Hz
功耗	单个主机最大 4 W
环境温度	-30 至 +60 °C
安装	19英寸机架或壁挂式外壳 (IP66防护等级)
输出	数字 1个继电器 (SPDT) 用于最小/最大报警 1个继电器用于总故障报警 1个继电器用于预警信号, 亦可作最小/最大报警使用 允许负载: 最高250V, 最高1A, 最高200VA 直流: 最高300V, 最高1A, 最高60W 无感应
输入	数字 用于外部空料调节
重量	单主机 0.3 kg
探测器连接	两线制
IP防护	IP20, IP66 (取决于安装方式)

LB4700探测器类型

电源	由主机供电
外壳材质	不锈钢 1.4301 / AISI 304 (可定制其他材质)
测量范围	灵敏晶体: 25/25, 40/35, 50/50, 50/60 mm 超灵敏晶体: 150/150 mm
外壳材质	不锈钢 1.4301 / AISI 304 (可定制其他材质)
环境温度	-40 至 +60 °C* -40 至 +100 °C 需加装水冷*
温度稳定性	≤ 0.002 %/°C (-40 至 +60 °C), 灵敏晶体 ≤ 0.01 %/°C (-40 至 +60 °C, 超灵敏晶体)
水冷	可选
防本底干扰的铅罩	可选
防爆	防爆认证: ATEX、IECEX、NEC/CEC、INMETRO、EAC、KCS

特点

- 抗干扰
- 标准模式与专业模式间切换
- 自动计算满料计数率及时间常数

*注意防爆环境下可能存在的温度限制!

Berthold Technologies GmbH & Co. KG
Germany · industry@berthold.com · www.berthold.com

伯托 (中国) 有限公司北京代表处
86-10-88131947 · Beijing@Berthold-China.com

