

回路系列LB 430

节能，回路供电

远程显示

可选显示模块
远程读取过程数值和
状态信息

不同型号探测器

为各种应用和所有测量范围
提供最优解决方案

创新性

硅光电管技术
高品质机械性能
电子部件结实耐用

可持续性

回路供电
部件功耗低

可靠性

广泛的自我诊断
适合预防维护

防护

最高级别的防护，
拥有所有常见的防爆认证。



技术数据

回路系列LB 430

探测器

应用	密度, 料位, 料位开关
点探头NaI晶体尺寸	50/50 mm
棒探头PVT晶体尺寸	500到2000mm
电源	14 至 28 V DC 回路 4 至 20 mA
壳体材质	不锈钢ISO 1.4404/AISI 316L或铝质
环境温度	-40 至 +60 °C (-40 至 +140 °F) -40 至 +100 °C (-40 至 +212 °F) 带水冷 请注意防爆要求可能涉及的最高温度值!
温度稳定性	≤ 0.5 % 对于-40 至 +60 °C (-40 至 +140 °F)
最大计数率	2,000,000 cps
高温水冷	选项
本底辐射防护罩	选项
模拟输出	4 至 20 mA 无电位, HART, 最大 500 Ω, 无源
IP防护	IP66 (NPT 1/2"), IP68 (M20)
防爆	ATEX, IECEx

特点

- X射线防干扰功能 (XIP)
- 电流输出连续监测
- 多种软件向导实现快速便捷的配置与设备操作
- 符合 NE107 标准的全面自诊断功能
- 采用环路供电技术, 接线简便
- 与外部供电设备相比, 节能高达 99%
- 可选显示模块
- 同一软件适用所有应用