

结晶器钢水液位和保护渣 双探测器LB 6755

兼容性

在机械结构上和 LB 6752/
LB 6652兼容

卓越的冗余设计

可自动检测探测器故障并给
予补偿。

快速响应时间

液位测量周期仅仅 5 毫秒，
保护渣测量周期也只有 500 毫
秒，因此，可实时检测液位的快
速变化

适用有电磁搅拌的结晶器

专为在电磁搅拌器和电磁制动器的
直接环境中使用而设计。



in cooperation with

SMS  **group**
SMS Concast AG

BERTHOLD

技术数据

双探测器LB 6755

探测器

应用	结晶器液位 (同时检测钢水液位和保护渣厚度)
供电	15...32 V DC, 约 6 W
温度范围	工作温度 -20 ... +55 °C (-4...131 °F) 存储温度 -20 ... +70 °C (-4...158 °F)
温度稳定性	≤0.2 %/°C (-20 ... +55 °C)
外壳材料	不锈钢 ISO 1.4301 / AISI 304
IP防护等级	IP66/67
应用领域	10 x NaI(Tl)晶体尺寸; 40 mm x 45 mm x 14 mm
闪烁体	硅基光电管
尺寸	规格1: ~100 x 200 x 157 mm (W x H x L) 规格2: ~100 x 200 x 280 mm (W x H x L)
重量	规格1: ~10 kg 规格2: ~13 kg
水冷连接	R1/4接口, 最大压力 6 巴 使用饮用水水质
电器连接	公头连接器
通讯	RS485 和模拟脉冲传输至 LB 452主机板, 以实现冗余配置
测量周期	钢水液位测量正常5 毫秒 保护渣测量500毫秒
冗余	自动检测探测器故障并给予补偿。
电磁通量耐受能力	磁场强度在150mT以内, 探测器信号无退化。

特性

- 同时精准测量钢水液位和保护渣厚度
- 电磁搅拌器和制动器不会使信号减弱。
- 测量周期极短, 行业领先
- 温度稳定性和机械耐久性行业领先
- 提供两种型号, 其中一种在机械结构上与 LB 6752 / LB 6652 探测器完全兼容
- 卓越的安全性: 可自动检测晶体状态并进行补偿。
- 技术服务随时随地, 产品备件随需随有