

# 结晶器液位计探测器 连接电缆

## 安全&可靠

安全性和可靠性经过完全验证，带螺纹锁定工业不锈钢插头。

## 通用性

和各种型号的探测器都可连接

## 灵活

可选择4种不同的长度，  
0度或90度2种不同的接头

## 耐用性

两种防护套选择：软装和铠装

## 经久耐用&防水

IP67防护等级，专为高温、振动、冲击和潮湿等恶劣操作条件而设计，最大限度地抵抗机械应力。



# 技术数据

## 辐射型LB 452

### 完整的电缆组件

应用	结晶器液位
温度范围	工作温度 -20 ... +125 °C 存储温度 -20 ... +70 °C
IP防护	IP67
长度	包括5米、10米、15米和20米共四种长度
和探测器的连接	标准的母接头 - 0度连接或90度连接
和接线盒的连接	直接接线和工业接头两种

### 防护套

	红色电缆	黑色电缆
长度	所有电缆都是5米防护套	5米防护或者全程防护
材料	涂硅玻璃纤维	镀锌钢丝芯加塑料护套
耐用性	能应对钢水飞溅	相比红色软管具备更高机械强度
温度范围	工作温度 -55 ... +260 °C 在+1090 °C高温下可W耐受20分钟 在+1640 °C高温下可耐受15到30秒	黑色塑料护套耐温范围： -60至 + 150°C; 镀锌钢丝芯熔融温度： 1400°C

### 电缆

长度	5米、10米、15米和20米四种
材料	硅树脂涂层
直径	13毫米
温度范围	工作温度 -25 ... +180 °C
最小弯曲半径	~130 mm动态安装 ~80 mm静态安装

### 接头

材料	不锈钢
温度范围	工作温度 -20 ... +125 °C
不同规格	0度连接或90度连接

### 特别优点

- 弹簧应变灵活
- 不锈钢接头连接探测器
- 适用现有全部探测器及接线盒
- 根据用户需要开发的新型号