

# 水份测定仪 MA100H

全自动红外形水份测定仪具有卤素加热器

水份测定仪



- 作为干燥箱省时、便捷的替代品
- 灵活适应不同干燥任务的丰富的可选配件
- 特别适合于质量检查或研究过程中积极的测量任务
- 通过自校系统和完全的 GMP 适用性确保最高安全度
- 凭借其快速调整操作特别适合于具有高含水量的样品

称重范围最大	100 g
重复性, 典型	初始样品重量 1 g: $\pm 0.1\%$   初始样品重量 5 g: $\pm 0.02\%$
可读性	1 mg, 0.01%   0.1 mg, 0.001%
典型的样品数量	5 - 15 g
测量值显示	% 水份 (可选转换因子)   % 干重   比值   mg 蒸发物   g 残余物   g/kg 残余物   g/l 残余物
温度范围和温度设置	30°C-180°C, 以 1°C 调整 备用温度可选 30-100°C
样品加热装置	借助卤素圆形加热器的红外线辐射
加热程序	标准-、快速-、保护- 和分级干燥
关闭模式	可选: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 全自动</li> <li>- SPRM (优化参考程序)</li> <li>- 半自动 (1-50 mg/5-300 秒)</li> <li>- 半自动 (0.1-5.0%/5-300 秒)</li> <li>- 定时 (3x 0.1-999 分)</li> <li>- 定时 + 全-/半自动 (2x 0.1-999 分 + 全自动)</li> <li>- 手动</li> </ul>
进入样品室	可移动电机罩
测量程序	断电存储 30 个程序 (参数可自由选择)
测量值存储	最终 9999 个测量/程序的结果统计
用户手册	菜单控制的文字数字式对话文本 (5 种语言可选)
参数-   数据输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过软键优化的文本输入</li> <li>- 通过数字键盘输入数值</li> <li>- 可选择通过条形码读取器输入数据</li> </ul>
报告打印	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过可选择购买的内置打印机 YDP01MA 进行打印</li> <li>- 可变更配置的测量结果 GLP 报告   校准   调整 (5 种语言可选择)</li> </ul>



易于清洁



可选装打印机 YDP01MA

检测仪器监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 内部校准重量转换</li> <li>- 称重系统的自动报告测试</li> <li>- 通过可选装的温度校准装置 YTM03MA 自动校准温度</li> <li>- 报告符合有效的 QM QS 要求</li> </ul>
安全	密码保护装置，防止未授权的参数改变
电源频率	48-60 Hz
输入功率	最大 700 VA
使用温度范围	10°C...30°C
外壳尺寸 (宽 × 深 × 高)	350 × 453 × 156
重量	约 8.0 kg

#### 适用型号

	电源电压
MA100H-000115V1	115 V +15%, -20%
MA100H-000230V1	230 V +15%, -20%

#### 配件

6965542	一次性称盘，80 个，铝制，圆形，Ø 90 mm
6906940	玻璃嵌板，Ø 90 mm 用于糊状和含油脂多的样品，硬质，80 个
6906941	玻璃嵌板，Ø 90 mm 用于液态和含油脂多的样品，软质，高吸力，200 个
YAT01MA	一次性吸量管用于称重液态样品，500 个
YSC02	SartoCollect, 用于在水份测定仪和计算机之间进行数据通信的软件（连接电缆必须单独预订）前提：MS Windows 2000   Windows XP Professional, Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate.
YCW4528-02	外部校准重量，50 g (E2) 带 DKD 证书
YTM03MA	带制造商证书的温度校准装置用于调整加热源
YDP01MA	测量值打印机，可安装
YDP20-OCE	测量值打印机，可外部校准，具有日期、时间、统计、计算器功能，包含电缆
6906918	测量值打印机的色带
6906937	测量值打印机的纸卷，5 个 × 50 m

#### 发货范围

- 带数据接口的水份测定仪
- 电源线
- 用户手册
- 80 铝样品壳
- 键盘防尘罩
- 镊子
- 薄片似的简要说明书（6 种语言）

Sartorius Weighing Technology GmbH  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Germany

电话 +49.551.308.0  
传真 +49.551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com  
www.sartorius-mechatronics.com

保留技术更改的权利。  
德国印刷。  
以无氯漂白的纸张打印。| W  
出版号：W--2030av11081  
订单号：98649-012-24