



**Malvern  
Panalytical**  
a spectris company

# Zetasizer Advance 智能进样助手

提供高效准确的纳米颗粒测试新体验



# Zetasizer 智能进样助手

Zetasizer Advance系列的新附件——智能进样助手,将显著提高您的系统利用率。它帮助实验人员告别枯燥重复的手动换样操作,更加高效地获得和 Zetasizer Advance 系列同样出色的数据质量。

## Zetasizer 智能进样助手的独特之处:

- 最大程度减少更换样品时所需的时间,提高系统利用率
- 在不影响数据质量的情况下更高效的分析样品
- 兼容您现有的测试方法,简化方法转移过程
- 在一个样品盘上,可以应用不同的测试方法,如粒径、电位、MADLS、浓度等
- 简单的工作流程指导用户轻松完成维护



# 提供您所需的灵活性

Zetasizer系统的最大优点是从仪器到样品池的一体化设计,从而确保获得最佳的数据质量。

目前为止,您必须亲自操作仪器,更换样品,设置每个样品的测试方法,才能获得更高的数据质量。从现在开始,得益于智能进样助手,您只需放置好样品,编写好测试程序,点击开始,智能助手会辅助您进行更换样品操作,此时您可以投入其他更重要的工作,等待智能助手测试完成即可获取和Zetasizer系统相同的高质量数据。

智能进样助手可实现:

- 1) 无需守在仪器旁操作,即可获得高质量数据
- 2) 无需更新主机,即可快速安装使用智能进样助手
- 3) 省去样品之间的清洗,避免样品交叉污染的风险

## 提高利用率

智能进样助手随时准备就绪,进行工作,最大限度地减少用于更换样品和清洗样品池的时间。

Zetasizer搭配智能进样助手可以在无人值守的任何时间运行,代替您在半夜值守,最大限度地延长机器运行时间。

## 增强安全性

智能进样助手可与人协作,在您周围工作时,当它检测到障碍物后,即可安全暂停工作。同时智能进样助手可轻松从系统故障中恢复,并且保留最后测试的样品数据。



## 智能进样助手可兼容三种类型样品盘

### 标准样品盘

标准样品盘可容纳10x10 mm标准粒径测量池,如DTS0012可抛弃式比色皿,最多可容纳24个比色皿。

### Zeta电位池样品盘

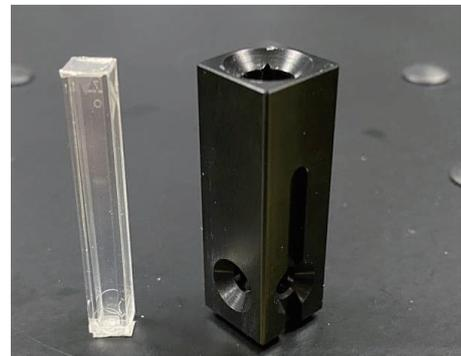
Zeta电位池样品盘可容纳多达12个Zeta电位毛细管样品池,如DTS1070,样品池必须按照正确的朝向才可放入12位样品盘中,避免误操作。

### 通用池样品盘

通用池样品盘可容纳多达96个新型通用粒径测量样品池,在放入和取出时样品池具有一定的阻力,从而可以更稳定的放置通用粒径测量池。

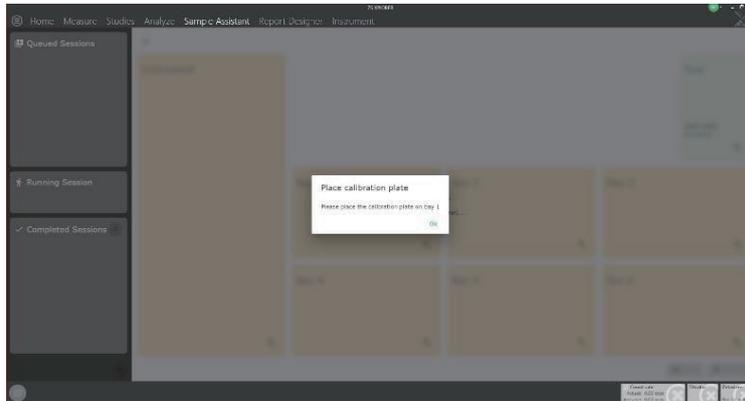
## 全新小体积通用粒径测量池

- 支持单角度DLS (173°背向角或90°侧向角)
- 支持MADLS粒径和颗粒浓度测量
- 低成本、即抛型设计
- 全新设计的低体积粒径样品池,最小样品体积仅需20uL
- 配合预裁密封膜,防止污染和样品挥发
- 具有凹进式光学窗和对称式设计,避免刮伤检测窗口
- 使用时自动配合样品池适配器,由“机器手指”自动添加和取出
- 样品在池内可实现快速稳定,缩短平衡时间



# 简单，自动和基于方法的软件界面

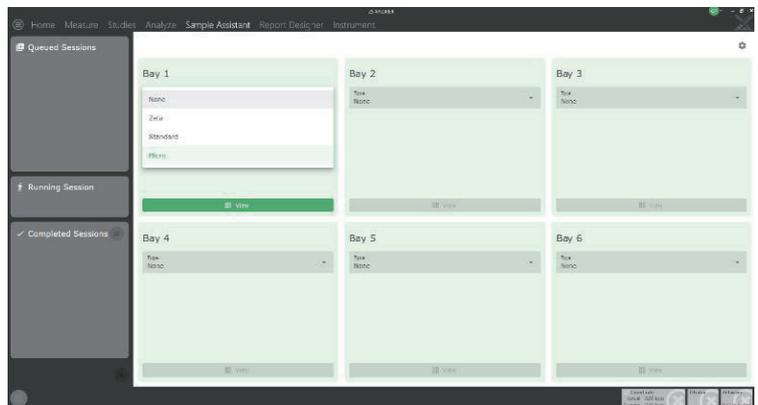
- 在配置视图中，您可自行快速定位和校准新的样品盘支架，无需等待工程师上门
- 系统设置具有指导性，并告知用户如何以及何时使用所提供的校准工具



- 样品测试流程简单, 易上手  
选择样品架 -> 选择样品 -> 设置方法 -> 交给机器开始实验

## 样品盘选择器：

为每个盘位选择放置的样品盘类型  
软件自动调入适合的参数

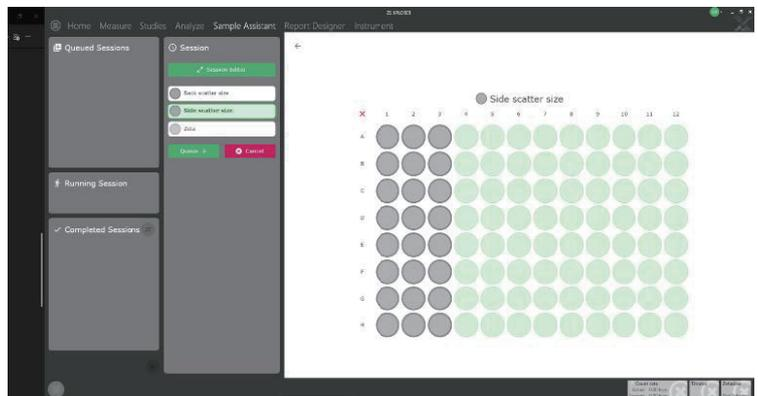


## 会话编辑器：一个方法驱动界面

选择样品池类型，将其添加相应样品池放置位置，它们将涂上不同颜色。

选择测试类型，每个队列支持多种测试类型（只要样品池/样品盘适配即可）

保存队列，运行测试，接下来的一切就交给智能进样助手了！



# 智能进样助手想您所想

- 提升工作效率, 提高样品分析通量
- 对于既希望提升工作效率, 又不想牺牲高质量粒径和 Zeta 电位数据的用户, 这是您的最佳选择
- 配置智能进样助手, 用户可非常方便快速地实现从 R&D 开发到 QC 质控的方法转移, 无需更改现有方法
- 满足您的不同测试需求, 智能进样助手兼容多种测试类型, 粒径、MADLS、颗粒浓度以及 Zeta 电位, 可在一个队列中灵活设置测试方法
- 仪器工作中, 您可在空闲的样品盘支架上放置样品盘, 并将其加入测试队列, 进样助手无需停止, 可持续工作
- 无需培训, 即可轻松上手, 最大程度提升系统利用率

## 技术规格

技术参数	
可适配仪器型号	Zetasizer Advance 系列 (Lab、Pro、Ultra)
可测试类型	粒径、电位、MADLS、浓度 (仅限 Ultra 型号)
基础配置	包括: 平台底座、支架、2 个样品盘支架、1 个标准样品盘、1 个 Zeta 电位样品盘、带基准工具的工具架、样品盘基准工具和所有固定装置
通用粒径测量池套装*	1 个样品盘支架、1 个通用池样品盘、2 个通用粒径测量池、样品池密封夹具、1 盒样品池密封膜 (25 张)
Zeta 电位池样品盘*	可容纳 12 个 DTS1070 样品池
标准池样品盘*	可容纳 24 个 10X10mm 的标准粒径测量池
通用池样品盘*	可容纳 96 个通用粒径测量池
样品盘支架*	带固定件的附加样品盘支架
仪器重量	45kg (不包含 Zetasizer) ; 65kg (包含 Zetasizer)
仪器尺寸	60X90X73.4cm (长宽高)
电源要求	AC 110-240V, 50/60Hz

注: \*可选配件

## 为何选择 马尔文帕纳科？

我们是材料表征领域的专家，通过化学、物性和结构分析，打造出更胜一筹的客户导向型解决方案和服务，从而产生可观的经济效益。

我们的目标是帮助您开发质量更好的产品，缩短产品上市时间。我们的解决方案为卓越研发提供支持，并帮助更大程度地提高工作效率和流程效率。

马尔文帕纳科 (Malvern Panalytical) 隶属于精密仪器和控制设备制造公司思百吉 (Spectris) 集团。

[www.spectris.com](http://www.spectris.com)

## 服务和支持

马尔文帕纳科能提供您需要的全球培训、服务和支持，帮助您不断地推动分析流程达到更高水平。对于您向我们购买的产品和服务，我们努力帮助您获得更高的投资回报，而当您的实验室和分析需求出现增长时，我们将随时为您提供支持。

我们的全球专家团队通过确保提供专门的应用知识、快速的响应和实现更长的仪器正常运行时间，为您的业务流程创造更多价值。

- 本地和远程支持
- 全面且灵活的售后支持协议
- 合规与 检验 验证支持
- 现场或马尔文帕纳科应用实验室培训课程
- 电子学习培训课程和网络研讨会
- 样品和应用方案咨询



马尔文帕纳科中国  
售前咨询: 400 630 6902  
售后咨询: 400 820 6902  
邮箱: [info@malvern.com.cn](mailto:info@malvern.com.cn)  
网址: [www.malvernpanalytical.com.cn](http://www.malvernpanalytical.com.cn)

### 上海总部

地址: 上海市徐汇区田州路99号新安大楼13号楼101室  
Room 101, XinAn Plaza, Building 13,  
No.99 Tianzhou Road, Xuhui District, Shanghai

[www.malvernpanalytical.com](http://www.malvernpanalytical.com)

### 上海应用中心

地址: 上海市闵行区中春路1288号金地威新科创园24幢3层, 3A层  
Floor 3&3A, Buliding 24, No.1288 Zhongchun  
RD. Shanghai

### 北京应用中心

地址: 北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦9层F908  
Rm. F908, Ruida Building, No.74, Lugu Road, Shijingshan  
District, Beijing