

A photograph of three male sprinters in mid-stride on a track during a race. The lead runner is wearing a red and white singlet, the middle runner is in a yellow and green singlet, and the third runner is in a blue singlet. The background shows a stadium with bleachers and a bright sun creating a lens flare effect.

创新高效
灵活便捷



MPS 320™ 微波消解系统

提供超高水平的 样品制备

分析化学关键步骤的质量控制—是分析结果的科学保证和安全保障。对于痕量元素分析，获得可靠、可重复的结果取决于样品制备的质量。MPS 320™ 是一种安全、易用的微波消解系统，适用于多种样品基质和应用，具有以下优势：

- 实现精准控制，结果高重现性
- 提高吞吐量，高效快捷
- 配置灵活，轻松应对不同应用
- 具备优秀的易用性和安全性
- 高质量长寿命，低运行成本



高效可靠

MPS 320™ 配有两个连续控制的2.45-GHz磁控管，可以高达2000w的功率加热样品，通过圆形的微波腔体，有效地提升了微波能量密度和均匀性。同时，所有消解管的实时温度和压力监测均采用非接触式，消解后可单独取出，实现了样品消解的高重现性。更重要的是，由于消解管的表面孔隙率极低，有效降低了交叉污染的风险。

可靠、高重现性

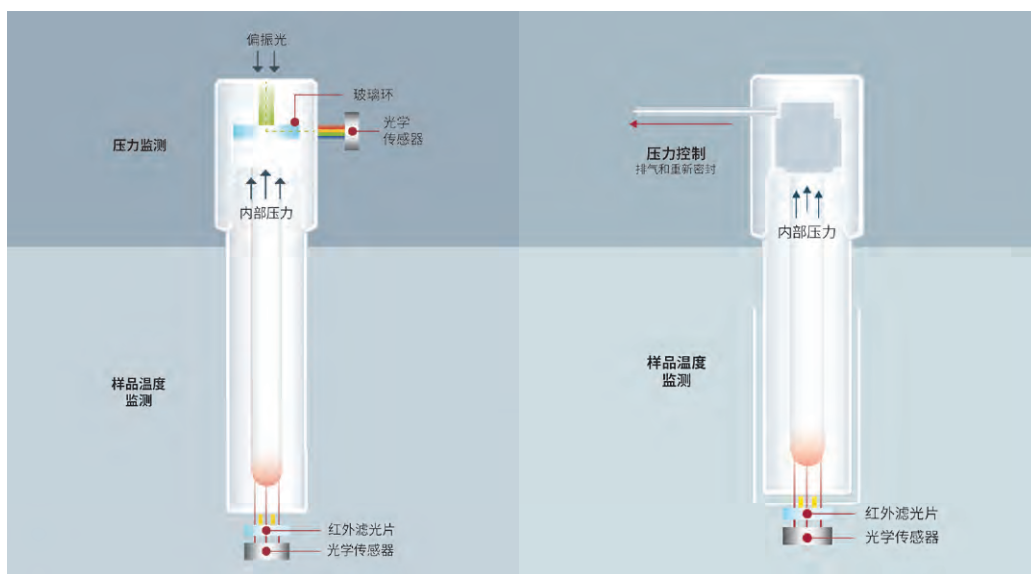
DTC是一种十分精密的非接触式中红外传感器，可通过测量样品材料实时温度（而非消解管表面温度）相应调节微波功率以提供出色的反应控制，同时还可消除接触式传感设备造成的污染和不便。

独特的非接触式DPC技术使用偏振光、玻璃压力环和内置在消解管管帽中的远程光学传感器，以测量、控制一个或多个消解管中的压力变化。如果压力接近最大值，则磁控管电源会切换至压力控制模式。

压力超过预设限制时，MR-85消解管可自动泄压并重新密封，有助于消除样品加压过度风险，从而提高微波安全性。

MPS 320™ 系统提供两种类型的排气指示器：

- 通用即用型、免校准NOX传感器，NOX超过预设值时即可触发排气信号
- 可凭借独有技术，检查每个消解管上的排气管，以确定消解管排气口



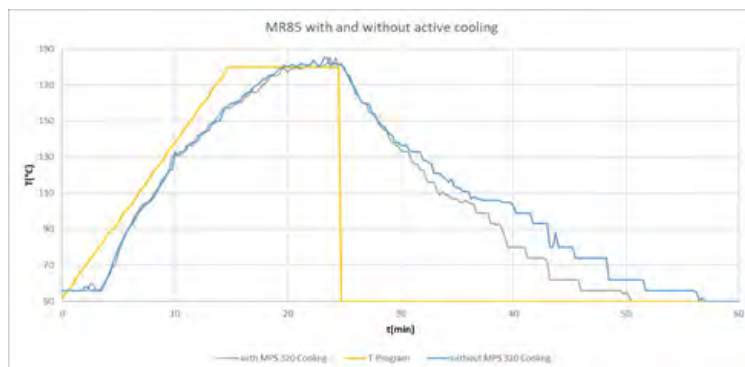
全封闭式消解管DTC和DPC技术

MR-85 自卸压消解管

高通量、高效

MPS 320™ 32位转子选件可提供全新水平的微波通量，更多类型的消解管灵活应对不同应用。

通常情况下，冷却时间大约是样品消解时间的一半。MPS 320™ 系统一旦完成消解，内部和（可选外部）冷却风扇可通过增加微波腔内的气流，有效地将消解管内部温度冷却速度提高50%，继而减少样品制备瓶颈并显著提高消解通量。



----(灰色) 带风扇 ----(蓝色) 不带风扇 风冷可节约1/3时间

安全耐用



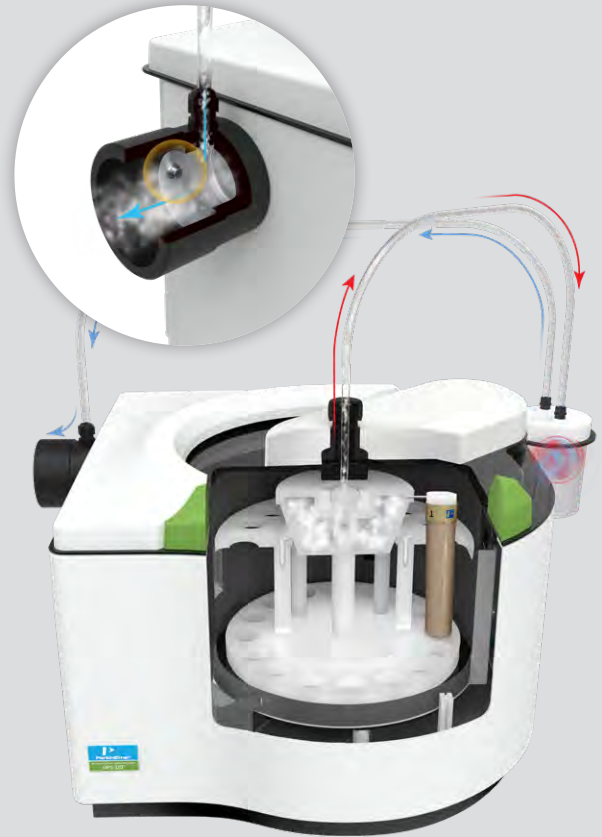
多重监控，确保实验安全

MPS 320™ 采用顶端旋转盖并配备电子锁，更容易装载和卸载，外壳坚固耐用，耐受性好。

独特的烟雾收集系统不向微波腔排气，可防止有害烟雾与操作人员接触。在超压的情况下，MR-50 和MR-100消解管可实现安全破裂，从而将压力释放进中央烟雾收集管，并向上通过密封软管连接排出；MR-85消解管可自动将烟雾排放至中央烟雾收集系统。

微波功率由单个消解管最高温度和压力调节，可大幅优化功率。

过热保护。如果箱体、磁控管或高压电源过热，箱体会自动关闭。



烟雾收集中和装置

长寿命、低成本运行

MPS 320™ 消解管被认为是部件而非耗材，消解循环高达10000次，寿命极长。高质量的材料磨损小，创新的DTC和DPC技术有效保护消解系统，同时消解室表面均涂有防腐的PFA涂层，显著降低样品制备的运行成本。



操作简捷

内置详细方法库，一键调用。可以通过带有图形用户界面的7英寸触控屏操作，也可以通过移动设备或者电脑操作

创新设计

顶部装载，外壳坚固，多重电子锁控，轻松实现安全消解

消解管采用可靠、精确的DTC和DPC技术

可选冷却风扇，加快冷却速度

提供多种消解管选择
(全密闭式和自卸压式)

微波腔体持续通风，烟雾收集系统实时收集、清除产生的酸性烟雾

简洁直观的操作软件，符合21 CFR Part11规定且内置详细方法库，即调即用

直观易用的彩色触控屏，还可通过浏览器进行远程控制

强大的2,000W双磁控管，实现均匀功率分配

多转子，易于操作且可用于快速周转

创新设计，经济耐用

这一切都与消解总成本息息相关——我们提供创新，旨在帮助您长期管理成本。

- 我们的消解管使用寿命极长，消解循环高达10000次，并提供经济的保修保障
- 我们的烟雾收集系统可使组件保持无腐蚀，从而延长系统使用寿命
- 我们配有排气指示器的MR-85自动排气式消解管对耗材的需求非常低

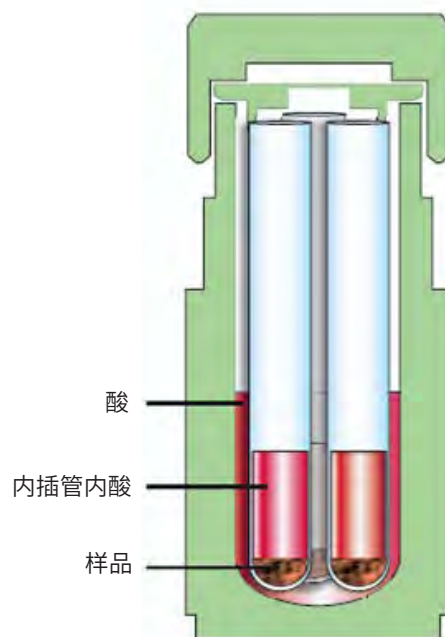


灵活配置 一机多用

MPS 320™ 微波消解系统的优势在于可灵活的适应特定的实验室条件，既有高性能的8位、16位转子，也有高通量的32位转子。多种类型的消解管扩大了应用范围，优质材料精制而成的腔体降低运行成本

MPS 320™ 消解管以最高质量标准制造。该系统由低孔隙率的优质TFM-PTFE精制而成，对包括氢氟酸在内的无机酸具有耐化学性。

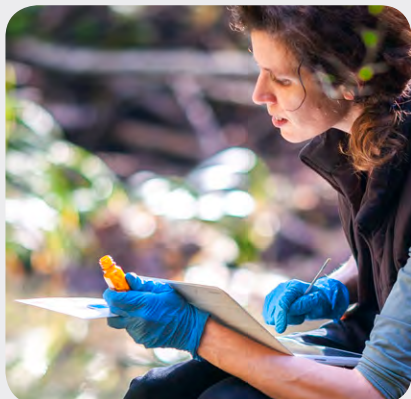
MR-100消解管可灵活地使用内插管，共计可提供24个位置，非常适合临床和法医应用中的小样品或其他需要通量扩展灵活性的实验室。



MR-100消解管(内插管)

	MR-85/32	MR-85/16	MR-50/16	MR-100/8
转子数量	32位	16位	16位	8位
体积	85mL	85mL	50mL	100mL
温度控制方式	非接触式DTC	非接触式DTC	非接触式DTC	非接触式DTC
压力释放方式	自泄压	自泄压	非接触式DPC	非接触式DPC
应用	环境、食品、第三方实验室	市政环境、食品生产、常规工业QA/QC	制药QA/QC、环境、食品、第三方实验室	制药QA/QC、工业QA/QC(油/润滑剂、聚合物、合金等)

广泛的应用领域



环境

MPS 320™ 高通量微波消解系统能快速处理水质、污泥和排放物，保证环境监测的准确。

- 沉积物
- 固体废弃物
- 土壤和污泥
- 水和废水



制药和化工

MPS 320™ 还广泛应用于制药、生命科学、冶金和化工等领域。同时该系统符合21 CFR Part 11标准，具备出色的数据完整性和可重复性。例如：

- 化妆品
- 原油
- 聚合物
- 矿物
- 血液、毛发、骨头



食品和饲料

MPS 320™ 微波消解系统高重现性可保证食品安全中的可靠分析结果，其适用于以下样品的消解。

- 奶制品
- 蔬菜水果
- 饮料
- 饲料

可配合珀金埃尔默的光谱和质谱仪器使用

PinAAcle™ 系列 原子吸收光谱仪



原子光谱技术的领先者，独创光纤光学技术，业界首选

Avio® 系列 电感耦合等离子体发射光谱仪



高性能ICP-OES，强大的双向观测功能，更宽的线性范围

NexION® 系列 电感耦合等离子体质谱仪



原子光谱技术的领先者，化学高分辨多重四级杆质谱平台，三锥接口，性能无与匹敌

Clarus® 系列 气相色谱仪



卓越的灵敏度，超大的样品容量和样品通量，灵活应对更多样品

LC 300 HPLC 和UHPLC 液相色谱仪



专利的阀切技术，自动进样器集成彩色显示屏，让您的实验变得简单

Clarus® SQ 8 气相色谱质谱仪



先进、快速的四级杆质谱仪，最易操作的SMARTsource™离子源，让您的实验变得轻松

专注实验室服务的OneSource

根据您的实验室需求定制的全面服务方案



珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
地址:上海张江高科技园区张衡路1670号
邮编:201203
电话:021-60645888
传真:021-60645999

中文网址: www.perkinelmer.com.cn
客户服务电话: 800 820 5046 400 820 5046


PerkinElmer
For the Better

要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表,请访问 <http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/>
版权所有 ©2022, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer[®] 是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者或所有者的财产。

本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。

100118_CHN_01



珀金埃尔默

欲了解更多信息,
请扫描二维码关注我们的
微信公众账号

2022年8月