

简化您的形态分析 工作流程

NexSAR HPLC-ICP-MS 形态分析解决方案—— 让具有挑战性的应用变得简单

许多现代实验室，如您的实验室，正在扩大其分析组合，涵盖金属形态的 HPLC-ICP-MS，从而更好理解离子迁移率、生物利用度、代谢和毒性。

对于这样的研究，有一个直观的、方便的系统是有用的，它可以满足您对自动化、超低基线、强大集成和数据灵活导出的需求。没有谁提供一个比珀金埃尔默更具备惰性、更灵活、更完美的形态分析方案——他们用 NexSAR™ HPLC-ICP-MS 形态分析方案为您加快形态分析。

分离。检测。操作。集成。

NexSAR HPLC-ICP-MS 形态分析方案将我们的惰性 NexSAR 形态分析 HPLC 系统和革新的 NexION® ICP-MS 无缝整合。使用 Clarity™ 软件集成，所有专业水平的需求都通过具有多用户和多权限功能的直观解决方案得到满足。

集成	
分离	检测
NexSAR HPLC——真正的惰性技术，结果可复现、可重复且可靠	NexION ICP-MS——行业里强大和通用的质谱仪
操作	
Clarity™ 软件——简化操作员体验，控制整个系统	

亮点

- 无缝整合 HPLC-ICP-MS 解决方案
- 完全无金属流体通道 NexSAR HPLC 系统
- Clarity™ 软件经过测试且灵活
- 强大和通用的 NexION ICP-MS 系统



NexSAR HPLC-ICP-MS 形态分析方案

NexSAR HPLC 系统——更低基线，瞩目的检测限

形态分析以分离开始。遇见 **NexSAR HPLC**，下一代可用于形态分析的系统——完全惰性和无金属的管路设计，满足您最具挑战性的应用所需的低背景需求。另外，它完全可定制，使您能够灵活地选择您的应用中所需要的部分。

让我们来看看各个部件：

- **NexSAR 200 惰性 HPLC 泵**的设计提供了无脉冲和无噪音基线。它的管路完全无金属，由惰性材料组成。另外，用户界面上的启动按钮可以方便地清除流动相，而不需要用软件控制，紧凑的设计确保方便访问系统组件。
- **NexSAR 惰性 HPLC 自动进样器**的惰性管路无金属，既可做冷却配置也可非冷却配置。非冷却选项完全可升级，因此如果您决定之后的阶段需要冷却选项，可以添加。两种自动进样器都适用于各种样品环、注射器和注射模式，让您能够处理几微升到几毫升的样品。
- **NexSAR 溶剂托盘**符合人体工程学设计，气穴现象减少，将溶剂瓶储存于惰性容器中，防止泄漏或溢出损坏系统的其余部件。
- 溶剂托盘的可选版本包含 **NexSAR 脱气器**，让您对多达三种不同的溶剂进行脱气，较大限度地降低气泡进入系统的风险，否则会影响泵和色谱柱的性能。
- 可选的 **NexSAR HPLC 柱温箱**能进一步帮助确保持续运行的稳定性，并极大地改善洗脱时间，从而让色谱分析更快和生产率更高。
- 最后，可选的 **NexSAR 开关阀**的无金属和惰性管路可将流动相从 ICP-MS 中分离出来，让您能够在平衡色谱柱的同时调谐质谱仪。



NexSAR HPLC 系统

Clarity™ 色谱软件——直观、简单，节省时间

此系统的核心是 **Clarity™ 色谱软件**，它经过验证，可同时控制 HPLC 和 ICP-MS，从而简化从方法开发到报告的工作流程。数据处理、集成和校准都很简单，对于眼光极其敏锐的用户来说，还有高级集成功能。报告简单，让您将数据导出各种不同格式，个性化您的报告风格，从而满足您的个人需求。此软件可控制所有 NexION ICP-MS，并且支持所有 NexSAR HPLC 部件。

Clarity™ 软件特色：

- 验证过的色谱软件
- 高效工作流程工具
- 形态特异性校准
- 广泛的报告能力
- 运行后的多个检查选项
- 数据收集窗口和检查窗口并行
- 单个软件界面即可完全控制所有系统部件

Select Detector: ICP-MS 1 Enabled

NexION ICP-MS Detector Method

NexION ICP-MS

MassCal File: default.tun Detector Mode: Pulse Turn plasma off at end of sequence

Conditions File: default.dac Profile: Ammonia DRC Turn plasma off on 'Abort' error

Ammonia Flow: 0.7 mL/min

Enable	Analyte	Mass (amu)	Dwell Time (ms)	RPa	RPQ	Reference isotope
<input checked="" type="checkbox"/>	As	74.9216	100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Se	81.9167	100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	In	114.904	100	0	0.25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			100	0	0.25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			100	0	0.25	<input type="checkbox"/>

Det Status: Not Ready (Method has not been sent)

Event Table AS LC Gradient LC Measurement Acquisition Thermostat Integration Calculation Advanced

Clarity™ 软件方法设置举例

NexION ICP-MS——终极检测确保形态分析准确性

因为拥有大量的专利技术，它即使在处理高有机物或高总溶解浓度(TDS)流动相成分时，也能较大幅度地减少仪器维护，NexION ICP-MS 是形态分析的终极解决方案。

Clarity™ 软件特色：

- 仪器的矩阵高容差核心为最前沿的**固态、自由运行射频发生器**，提供了极佳的等离子体功率稳定性。此发生器的高级阻抗匹配使其成为有机和水性流动相之间快速转换的理想选择，这对许多色谱应用都极为重要。
- **三锥接口**是市场上最大孔径的锥体，因此在运行高 TDS 样品时，可较大幅度地消除漂移和减少锥体维护。另外，这种设计产生了此行业最紧密聚焦的离子束。
- **四极杆离子偏转器**将聚焦的离子束偏转 90°导入通用池，过滤掉所有中性物质，从而得到更高的稳定性和更低的基线。
- **三锥接口与四极杆离子偏转器**结合是高盐流动相色谱分析的理想选择。他们结合起来确保没有透镜需要清洗或维护，减少您分析的时间。
- NexION 独特的动态反应池让您使用多种混合或单一反应气体消除目标元素干扰。无论您感兴趣的元素是哪一种，都可以消除几乎所有干扰，并生成高度准确、可靠和可重复的结果，所有这些都具有达到 ppt 检测限所需的分析灵敏度。



NexION 2000/1000 ICP-MS

使用 NEXSAR HPLC-ICP-MS 加速您的形态分析—
下一代形态分析就绪解决方案，是您分析实验室的完全互补品

了解更多信息，请访问 www.perkinelmer.com/speciation

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
www.perkinelmer.com.cn

欲获悉全球办事处的完整清单，请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs

版权©2019，珀金埃尔默公司。版权所有。PerkinElmer®是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。


PerkinElmer[®]
For the Better