



DIONEX INTEGRION 高压离子色谱系统

高效 稳定 智能 灵活

卓越仪器 引领发展

Thermo Scientific™ Dionex™ Integriion (IN) HPIC™ 高压离子色谱系统全面开启世界高压离子色谱新时代。

赛默飞厚积薄发、精心打造的 Integriion (IN)，是一款性能强劲的智能高压离子色谱系统。该系统配置丰富，功能强大，布局简洁，操作简易。具备全新的智能监控系统，搭载高压在线淋洗液发生器，是您最理想的实验搭档，助您轻松达到实验目标。

1 完美性能高压泵

- 全世界耐压最高的离子色谱泵，耐压高达 6000psi
- 极低压力脉动，坚如磐石
- 全面兼容 4 μm 小粒径色谱柱，大大提高色谱分辨率
- 实现更高样品通量，提高实验室生产力
- 具备泵柱塞杆清洗功能

3 高效淋洗液脱气装置

- 可实现淋洗液在线脱气
- 可按需要选择连续或自动间隔运转模式

2 HPIC 淋洗液自动生成

- RFIC “只加水”系统利用去离子水电解产生精确浓度的淋洗液，在减少劳动力的同时大幅改善实验结果的重现性
- 完全兼容 4 μm 小粒径色谱柱，分析速度更快，分辨率更高
- 全面支持等度淋洗或梯度分离，灵活设置、操作便捷
- 自带 CR-TC 淋洗液纯化系统，有效去除痕量杂质离子

4 检测器选择灵活

- 支持多种检测器，拓展离子色谱应用范围
- 集成式的电导检测器和安培检测器，二者切换方便
- 安培检测器支持直流安培、脉冲安培和积分安培检测模式
- 轻松实现多种联用技术：IC-UV、IC-MS、IC-MS/MS 和 IC-ICP/MS



IC-UV 联用技术



IC-MS 联用技术



IC-ICP/MS 联用技术



2



1

3

4

精巧设计

一见如故的离子色谱仪

Thermo Scientific™ Dionex™ Integriion (IN) HPIC™系统采用Viper接头、合理的流式管路布局 and 灵活配置，专门围绕实验室中的流程难题而直观设计、精心打造。

简洁的管路布局

- 管路设计简洁流畅，一目了然
- 操作维护方便，提高工作效率
- 采用模块化概念设计，泵，柱温箱，检测器，淋洗液发生器各部分分立设计

PEEK管路和接头

- 预先切好、模压的Viper 管路和接头，接头不会沿着管路脱落
- 始终如一的小死体积(几乎为零) 连接，可获得最佳的色谱性能
- 用手指紧固，单手操作易连接，无需其他工具，方便使用
- 可耐受6000psi高压，完美支持HPIC高压离子色谱

系统全面精确温控

柱温箱

- 空气循环柱温箱设计，在线温控稳定并减小温度梯度，确保分离一致
- 在环境温度以上5°C-80°C间调节温度
- 可配置单阀或双阀，并支持所有标准孔、微孔保护柱和分析柱尺寸

控温检测室（内置抑制器）

- 温控区提升抑制器和检测器性能
- 获得最佳电导率和一致的电化学检测，更低噪音，更高检测灵敏度

数字型控温电导池

- 检测频率高达100Hz

多种 AS 自动进样器可选，满足用户广泛要求



Thermo Scientific Dionex
AS-DV 自动进样器

- 具有样品罩，有效避免环境污染
- 支持样品在线过滤等样品前处理功能
- 随机取样和重叠进样功能



Thermo Scientific Dionex
AS-HV 自动进样器

- 支持超大容量样品
- 支持满环进样，浓缩柱装样；可并行进样
- 具有针孔清洗功能，可以使用负压进样模式，避免污染

Thermo Scientific Dionex
AS-AP 自动进样器

- 支持多种模式样品环进样
- 全自动在线样品制备功能
- 对热不稳定样品可进行温度控制
- 支持在线监测电导和pH功能，智能判断进样与否



一致结果 快速分离

成就科学意义

高效 Thermo Scientific Dionex IonPac 4 μ m 离子色谱柱

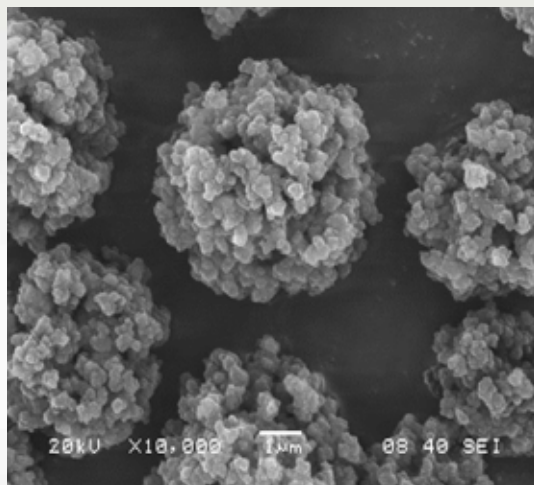
更高分辨率、更快分析速度 挑战分离极限

特点

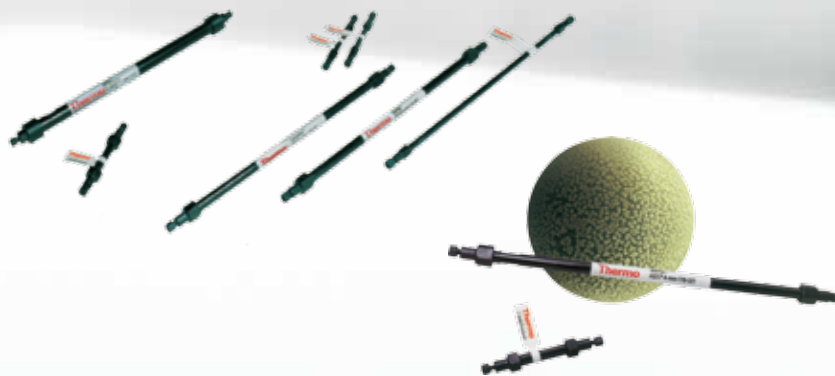
- 新型精细填料，峰容量大、分辨率佳
- 更小的颗粒提供更好的性能
- 相同的色谱分离化学机制

优势

- 更高柱效
- 更好的分辨率
- 更容易积分
- 更快的运行时间
- 易于常规方法的转化



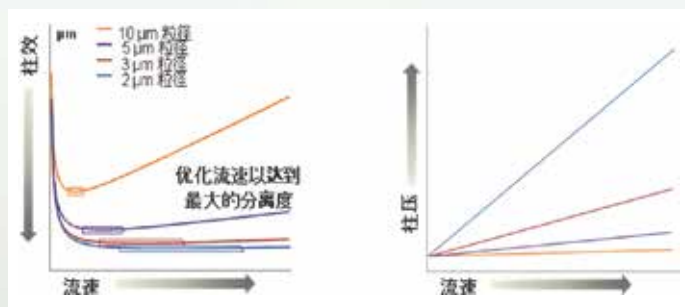
4 μ m 超大孔填料的 SEM 影像



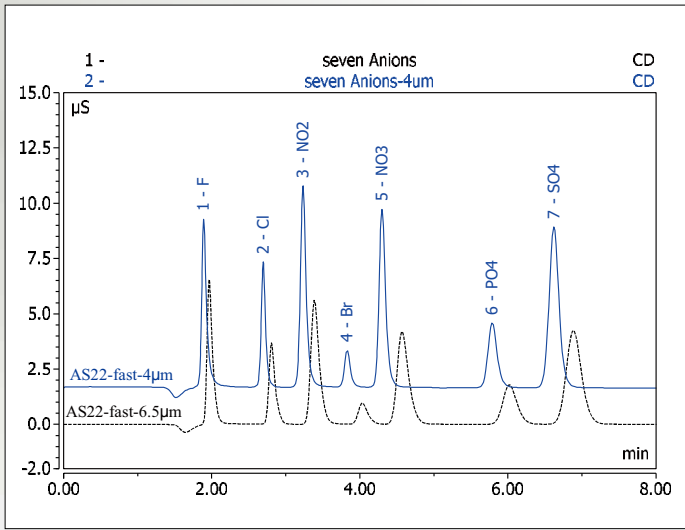
改善的分辨率提供了更快的运行和更好的结果

广泛采用小粒径的色谱柱

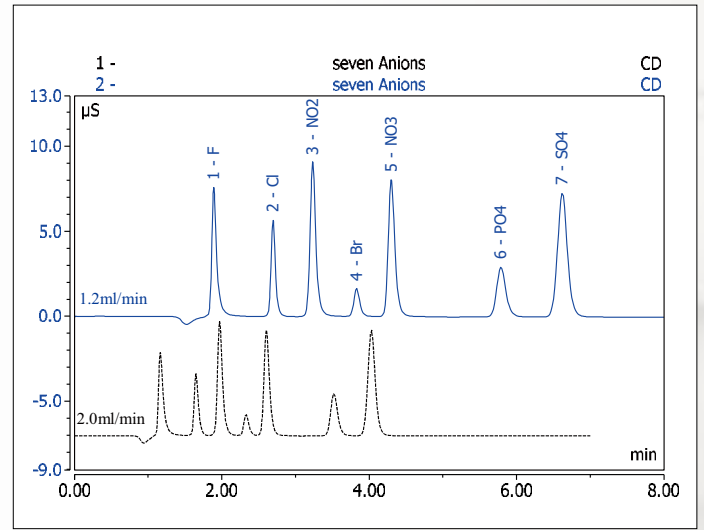
- 超强的耐高压能力，支持各种规格内径和长度的色谱柱
- 高效的色谱分辨率，提高了复杂样品分析的准确性
- 分离效果、超乎想象——在不增加分析时间的情况下，可以分离出先前难以分离的峰
- 快速分离，增加样品通量



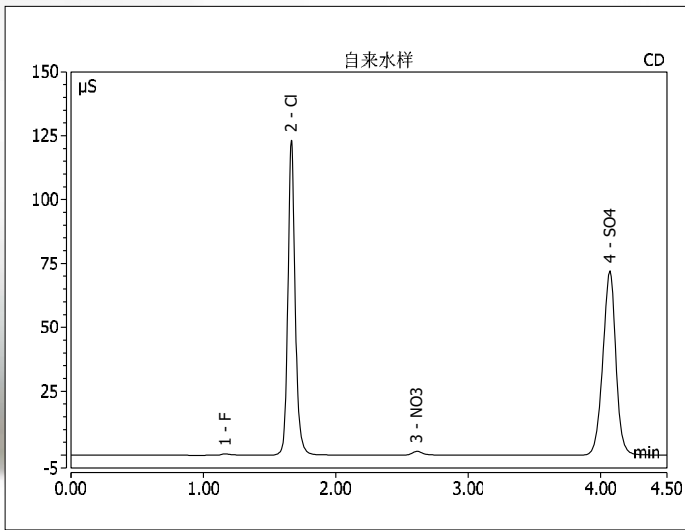
小颗粒可以在较宽的流速范围内提供更高的柱效



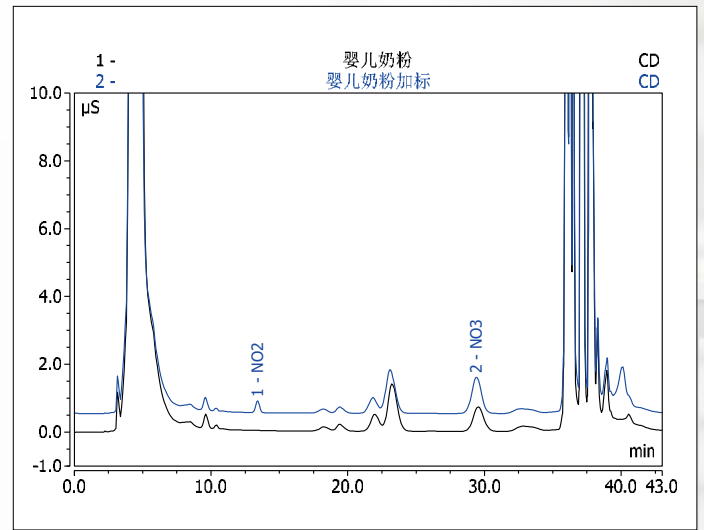
更小粒径，更高柱效，更高灵敏度



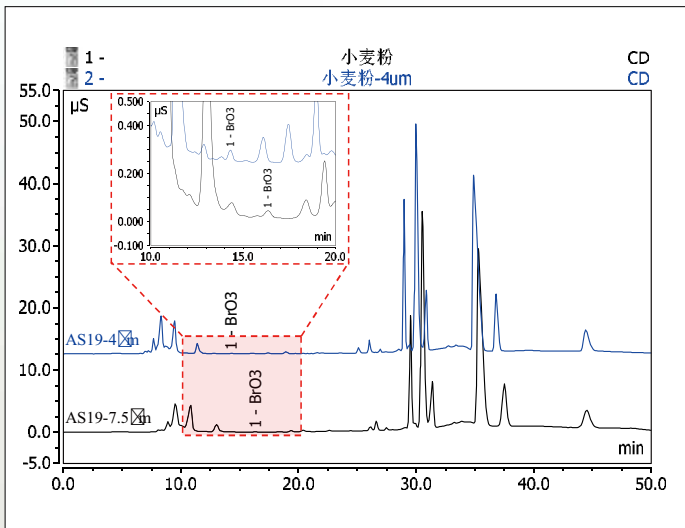
更高耐压，更大流速，更高效率



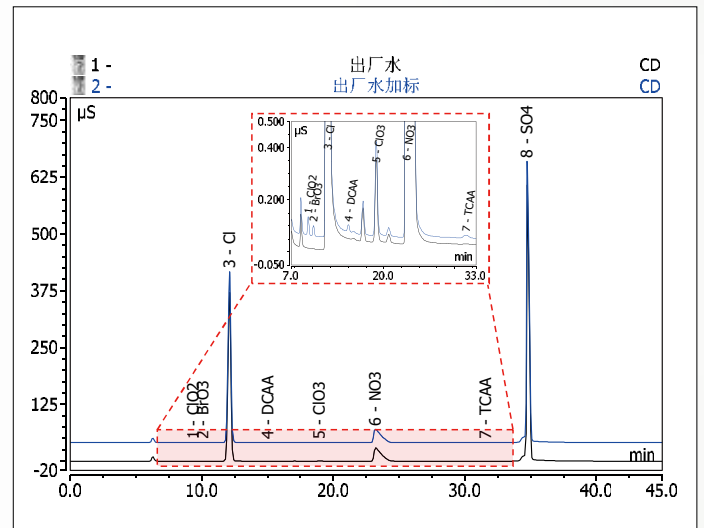
GB/T 5750.10-2006
生活饮用水标准检验方法



GB 5009.33-2010
食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定



GB/T 20188-2006
小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法



GB/T 5750.10-2006
生活饮用水标准检验方法

从样品到结果 软件逐步引导

Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 变色龙色谱数据系统 (CDS) 软件——INTEGRION (IN) HPIC 高压离子色谱仪器的绝佳搭档，让实验室专注主要任务。

色谱数据软件的金标准

Integrion HPIC 系统与业内领先的 Chromeleon CDS 完美集成。Chromeleon CDS 秉承操作简便的设计理念，完美诠释人机交互，提供全新的 HPIC 体验。

提高生产率

- 利用 eWorkflows™，实现准确无误的序列设置
- 通过智能启动和智能运行控制 (Intelligent Run Control, IRC)，提高分析的“一次成功率”
- 借助内置的动态更新和智能工具，实现快速数据处理、查看和报告

确保法规遵从性

- 自动化软件和仪器确认程序，确认监测
- 综合性安全工具，确保数据具有最高等级的完整性和可追溯性
- 电子报告和电子签名确保法规 (包括 21 CFR Part 11) 遵从性

简化管理

- 许可、用户和网络资源的集中管理
- 数据组织和存档
- 在实验室和其它场所之间，通过网络分配资源

控制您的所有仪器

- 完全控制 Thermo Scientific 的离子色谱、气相色谱、液相色谱和质谱仪
- 全面控制超过 400 种第三方仪器
- 自定义面板 (ePanels)，为所有仪器提供一致的界面外观



连接您的实验室

- 轻松连接其它实验室软件 (例如 LIMS、SRM)
- 访问 Thermo Scientific™ AppsLab，进入我们的分析应用数据库
- 从移动设备上控制仪器和查看数据

IC 故障诊断知识库

- 马上得到问题解决方案，减少了花费在通过其他渠道得到解决方案上的时间

耗材安装指南

- 使初学者迅速学会安装，并给有丰富经验的离子色谱人员提供了参考

耗材仓库

- 快速提供侦测到的耗材的概况以及任何相关的数据
- 防止耗材的错误配置，识别任何潜在的问题

RFID：设备智能识别功能

- 自动识别耗材并进行相关操作追踪
- 方便用户对耗材使用情况和状态进行追踪
- 异常情况提醒，拒绝误操作，一切尽在掌控之中



可移动平板电脑控制

通过这个APP，您可以看到仪器状态、检查运行情况；如果必要的话还可以改变设置，所有这一切，在平板电脑上就能完成。同时，本地化语言，随时查询操作与维护指南，轻松工作。

选择最佳实验搭档

努力达成共同目标

离子色谱仪是实验室不可缺少的组成部分。无论您是私有专业实验室的所有人，还是世界知名学术机构的顶尖研究员，您都需要借助仪器来验证您的专业知识，并为您立志使世界更健康、更清洁和更安全提供支持。

使用赛默飞产品的部分相关标准方法

序号	标准号	名称	使用赛默飞的产品
1	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法	IonPac AS19
2	GB/T 8538-2008	饮用天然矿泉水检验方法	IonPac AS19
3	GB 5085.3-2007	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别	IonPac AS7
4	HJ779-2015	环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法	IonPac AS7+IonPac NG1
5	GB/T 20188-2006	小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法	IonPac AS19
6	GB/T 23780-2009	糕点质量检验方法	CarboPac PA10
7	GB/T 5009.33-2010	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定	IonPac AS11-HC
8	SN/T 3138-2012	出口食品中溴酸盐的测定 柱后衍生离子色谱法	IonPac AS19
9	SN/T 3927-2014	液态乳与乳粉中硫氰酸根测定 离子色谱法	IonPac AS16
10	SN/T 3936-2014	出口味精中硫化钠含量的测定	IonPac AS7
11	SN/T 2993-2011	磷矿石中氟和氯的测定 离子色谱法	IonPac AS11-HC
12	SN/T 2994-2011	有机化工产品中氟、氯和硫酸根的测定	IonPac AS11-HC
13	GB 8076-2008	混凝土外加剂	IonPac AS18
14	GB 1610-2009	工业铬酸酐 硫酸盐含量测定 离子色谱法	IonPac AS11-HC
15	NY/T 2277-2012	水果蔬菜中有机酸和阴离子的测定	IonPac AS19
16	NY/T 2279-2012	食用菌中岩藻糖、阿糖醇、海藻糖、甘露醇、甘露糖、葡萄糖、半乳糖、核糖的测定	CarboPac MA1
17	YC/T 252-2008	烟用料液 葡萄糖、果糖、蔗糖的测定 离子色谱法	CarboPac PA20
18	YC/T 275-2008	卷烟纸中柠檬酸根离子、磷酸根离子和醋酸根离子的测定 离子色谱法	IonPac AS15
19	YCT 403-2011	卷烟 主流烟气中氢氰酸的测定 离子色谱法	IonPac AS7
20	DL/T 954-2005	火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根离子和硫酸根离子的测定 - 离子色谱法	IonPac AS15
21	DL/T301-2011	火力发电厂水汽试验方法 痕量钠离子、钾离子、镁离子、钙离子和铵离子的测定 - 离子色谱法	IonPac CS16/IonPac CS12A
22	CHP2010	氯磷酸二钠	IonPac AS11-HC
23	CHP2010	厄贝沙坦	IonPac AS18
24	CHP2015	中药 二氧化硫	IonPac AS11-HC
25	CHP2015	阿仑膦酸钠	IonPac AS11-HC
26	AOAC 2000.17	Determination of Trace Glucose and Fructose in Raw Cane Sugar	CarboPac PA1
27	ASTM D2036-98	cyanides in water	IonPac AS7
28	EPA 218.7	DETERMINATION OF HEXAVALENT CHROMIUM IN DRINKING WATER BY ION CHROMATOGRAPHY WITH POST-COLUMN DERIVATIZATION AND UV-VISIBLE SPECTROSCOPIC DETECTION	IonPac AS7
29	EPA 314.1	DETERMINATION OF PERCHLORATE IN DRINKING WATER USING INLINE COLUMN CONCENTRATION/MATRIX ELIMINATION ION CHROMATOGRAPHY WITH SUPPRESSED CONDUCTIVITY DETECTION	IonPac AS16&20
30	USP	ASSAY FOR CITRIC ACID/CITRATE AND PHOSPHATE	IonPac AS11



更安全

ThermoFisher
SCIENTIFIC

更清洁

更健康

赛默飞致力于帮助您使世界变得

关于赛默飞世尔科技

赛默飞世尔科技（纽约证交所代码：TMO）是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元，在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战，促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services，我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合，为客户、股东和员工创造价值。

欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.thermofisher.com

赛默飞世尔科技中国

赛默飞世尔科技进入中国已超过30年，在中国的总部设于上海，并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司，员工人数约3700名。为了满足中国市场的需求，现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了9个应用开发中心，将世界级的前沿技术和产品带给国内客户，并提供应用开发与培训等多项服务；位于上海的中国创新中心结合国内市场需求和国外先进技术，研发适合中国的技术和产品；我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队，在全国有超过2000名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。

欲了解更多信息，请登录 www.thermofisher.cn

赛默飞世尔科技(中国)有限公司



欢迎扫描关注官方微信

免费服务热线：800 810 5118
400 650 5118 (支持手机用户)

ThermoFisher
SCIENTIFIC