

# Dionex Integrion HPICシステムを用いた 環境水中の無機陰イオン分析

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

## キーワード

Integrion RFICシステム、IonPac AS19カラム、EGC 500 KOH 溶離液ジェネレーター、飲料水、フッ素、塩素酸、臭素酸

## はじめに

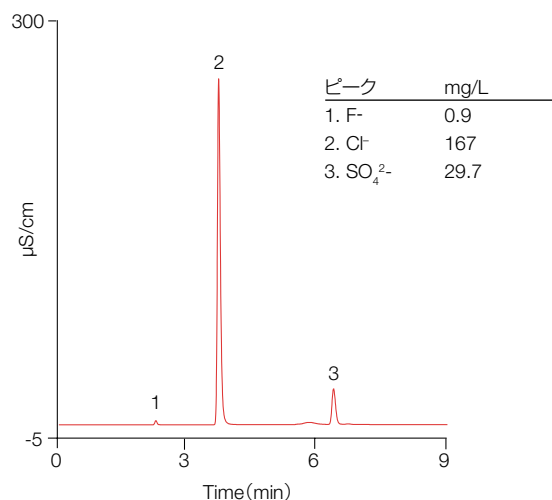
本アプリケーションプルーフでは、Application Note 154<sup>1</sup> (英文) に基づいた、水道水中の無機陰イオンの分析方法を紹介します。この分析は、効果的なサンプル分析およびデータ生成を可能にする最新のICテクノロジーを提供する Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPICイオンクロマトグラフィーシステムを用いて実施されています。

## 分析条件

ICシステム	Thermo Scientific Dionex Integrion RFICシステム					
カラム	Thermo Scientific Dionex IonPac™ AS18 Analytical (4 × 250 mm) Thermo Scientific Dionex IonPac AG18 Guard (4 × 50 mm)					
カラム温度	30℃					
溶離液	50 mmol/L KOH					
グラジエント	Time (min)	0	0.2	6	9	9
	KOH (mmol/L)	15	15	44	44	15
検出器	電気伝導度					
サプレッサー	Thermo Scientific Dionex AERS™ 500, 4 mm, 109 mA (リサイクルモード)					
試料注入量	10 µL					

## 参考文献

1. Thermo Scientific Application Note 154: Determination of Inorganic Anions in Environmental Waters Using a Hydroxide-Selective Column. Sunnyvale, CA



Dionex Integrion HPICシステムによる水道水中の陰イオン

アプリケーションについては、AppsLab Library (英語) をご覧ください。分析方法の詳細情報やクロマトグラム、関連する化合物に関する情報が得られます。

[www.thermoscientific.com/appslib](http://www.thermoscientific.com/appslib)



©2016 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。

ここに掲載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。  
ここに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL 0120-753-670 FAX 0120-753-671

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9

Analyze.jp@thermofisher.com [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

IC103\_A1603SO

**Thermo**  
SCIENTIFIC

A Thermo Fisher Scientific Brand