




仕様


測定範囲			
C~Am/F~Am			
装置構成		設置条件	
X線管球アノード	Ag, Rh, Mo	電源	90~264 V 47~63 Hz
X線管球出力	15 W/10 W	消費電力	250 VA
検出器	LN2不要・高分解能SDD	液体窒素	不要
最大計数率	1500 kcps	サイズ	H270 × W530 × D510 (mm)
真空系	不要	重量	47 kg
自動モニター構成機能	付属	設置可能環境	5~35度(結露無き事)
大型試料ステージ	付属	磁場変動	<30 A/m
10試料自動交換機	内蔵	粉塵レベル	一般的なレベル以下
スピナー機能	付属	Heガス	任意置換時(PC制御)
ソフトウェア	日本語他		


オプション


 ファンダメンタルパラメータ定量分析ソフトウェア「オムニオン」。マトリクス、試料を問わず分析

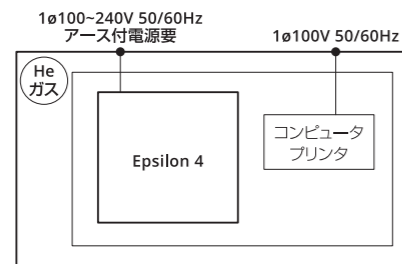

 単純なYes/No判定を迅速に。スペクトルを従来の組成分析に使用すれば元素比較分析も可能


 FDA CFR 21 Part 11に準拠したソフトウェアとデータセキュリティで製薬業界や環境分析にも対応


 コーティングや膜の厚みと組成、多層膜構造の迅速かつ簡単な非破壊分析を行う薄膜FPソフトウェア


 オイルや燃料油の分析における課題を克服する専用パッケージ「Oil-Trace」

設置イメージ



本装置の設置には、労働基準監督署への届出が必要です



お問い合わせ先

スペクトリス株式会社

マルバーン・パナリティカル事業部

東京事業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル
TEL:03-5733-9511 FAX:03-5733-9288

神戸事業所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター北館511
TEL:078-306-3806 FAX:078-306-3807

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-19
TEL:052-202-3050 FAX:052-220-6082

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-18
TEL:06-6396-8501 FAX:06-6396-8505

福岡博多営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27
TEL:092-473-3787 FAX:092-510-0536

福岡古賀営業所 〒811-3102 福岡県古賀市駅東2-8-12-203
TEL:092-943-1410 FAX:092-943-1420

取扱店



高性能デスクトップタイプ
エネルギー分散型蛍光X線分析装置

Epsilon 4(イプシロン4)



Disclaimer: Although diligent care has been used to ensure that the information in this material is accurate, nothing herein can be construed to imply any representation or warranty as to the accuracy, correctness or completeness of this information and we shall not be liable for errors contained herein or for damages in connection with the use of this material. Malvern Panalytical reserves the right to change the content in this material at any time without notice.

Copyright: © 2017 Malvern Panalytical. This publication or any portion thereof may not be copied or transmitted without our express written permission.

NEW

蛍光X線分析をより快適にする デスクトップ型EDX装置 - イプシロン4

POINT

測定感度の向上

イプシロン4は従来機に比べ測定感度を向上させたエネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF)です。大気もしくはHeガス雰囲気下で炭素(C)またはフッ素(F)からアメリカシウム(Am)まで希ガスを除く元素分析に対応します。

簡便な前処理で測定のスループットアップ

元素分析においてICPや原子吸光に代表されるような湿式分析では、通常、研究者や専門家による複雑な前処理と分析技術が求められます。蛍光X線分析は簡便な前処理で測定でき、イプシロン4標準搭載のサンプルチェンジャーを組み合わせることで測定スループットの向上が見込めるため、費用対効果の向上に寄与します。

各アプリケーション向けの標準物質をご用意

標準物質とXRF分析装置アプリケーションをセットにした「WROXI」「PharmaCAT」「ADPOL」など、鉱物、石油・石油化学、製薬の他、特定のアプリケーション向けに各種パッケージをご用意しております。従来のようなインハウス標準物質の作製と測定条件の検討における、手間と時間を削減します。

あらゆるサンプル形態を測定可能

固体、液体、粉体(プレスペレットや粉体そのまま)、フィルタなど、形態の異なるサンプルを1台で分析します。また重量も数mg(異物など)からバルクタイプまで幅広く対応します。

大型試料の測定にも対応

イプシロン4では、サンプルチェンジャー測定モードから大型試料測定モードへの切り替えが簡単なので、ルーチン測定から携帯電話のような比較的大型な試料の測定まで1台で対応します。

日本語ソフトウェア搭載で簡単操作

Windows環境下で操作でき、officeソフトでのデータ管理も可能です。

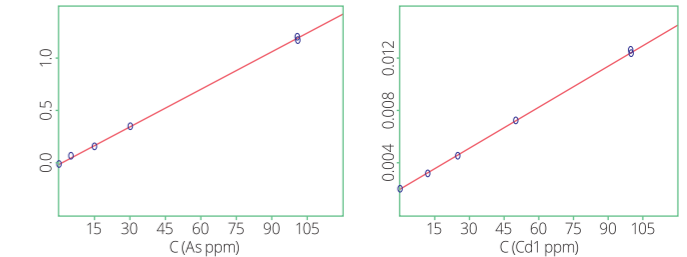
アプリケーション



APPLICATION 製剤中に含まれる元素不純物の測定

経口製剤や注射剤、吸入剤など、製剤の安全性は欠かすことのできないものです。イプシロン4は触媒の残留物や製剤の構成成分に含まれる元素不純物をUSP<232>やICH-Q3Dなどの国際基準に準拠可能です。

	Epsilon 4 LoQ (ug/g)	ICH Q3D 30% 1g oral PDE
Cd	1.2	1.5
Pb	1.1	1.5
As	0.9	4.5
Hg	0.7	9
Co	0.3	15
V	0.4	30
Ni	0.3	60
Tl	0.7	2.4
Pd	2.2	30
Ir	0.3	30
Rh	1.2	30
Ru	0.4	30
Se	0.4	45
Pt	0.7	30
Mo	0.9	900
Cu	0.3	900
Cr	0.3	3300
Measurement time (min)	35	
Sample amount (mg)	100	



ヒ素(左)、カドミウム(右)をサンプル量100mgで分析

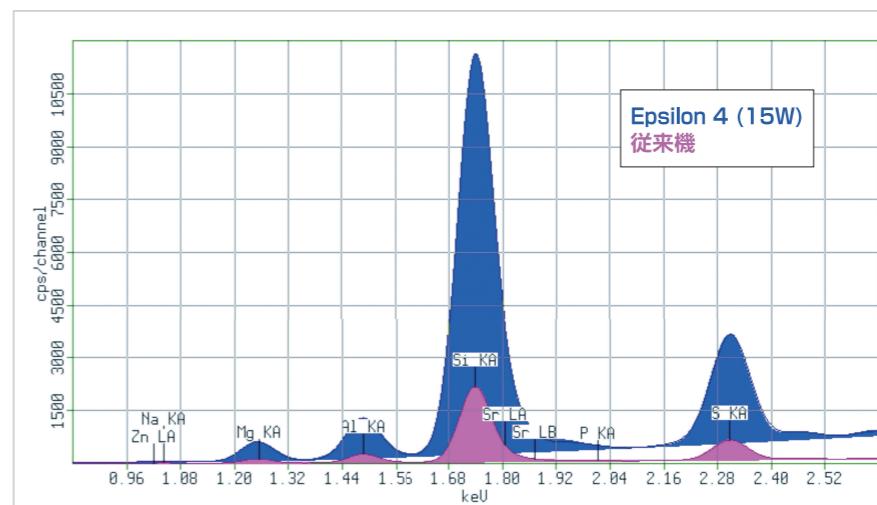


分析を容易にする専用セットアップサンプル。製薬試料専用ホルダはICH-Q3D(PDE)に準拠可能

APPLICATION 軽元素の高感度測定

イプシロン4では、最大3mAのX線管球、高感度・高カウントレートの新型SDDにより、従来のエネルギー分散型蛍光X線分析装置でボトルネックであった軽元素の感度が大幅にアップ。これにより、測定アプリケーションの拡張と、測定精度の向上が見込めます。

セメント NIST 1885a(ガラスビード)の測定例



最大管電流値3mAを可能にしたX線管球により、軽元素の感度が大幅に向上。管球ターゲットもRh(ロジウム)、Ag(銀)の他、Mo(モリブデン)など、測定目的、対象元素に応じてご用意しております



高感度・高カウントレート
新型 SDD (検出器)

元素不純物ガイドラインICH-Q3Dと比較