

X線分析用試料前処理装置

CLAISSE (クレイス) シリーズ



**Malvern
Panalytical**
a spectris company

CLAISSE Range



LeNeo®



TheOx Advanced®



LeDoser®



**Malvern
Panalytical**
a spectris company

お問合せ先

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:03-5733-9750 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

外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

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: ©2020 Malvern Panalytical. This publication or any portion thereof may not be copied or transmitted without our express written permission.

安全、安定した前処理を、確実に マルバーン・パナリティカルの前処理ソリューション 前処理作業における効率を改善します

POINT

設置届け出不要、高い安全性の電気炉タイプ

ガラスビードマシンを想像すると高周波方式が一般的ではありますが、高周波方式は各自治体へ設置の届け出が必要だけでなく、溶融時における坩堝の設定温度との差により、再現性よくビードを作ることが困難なことも見られました。マルバーン・パナリティカルの前処理装置では、最短15分でこれらを実現します。
また、一部の電気炉・ガス溶融式ではオープントップの為、安全性が確保されていません。しかし、マルバーン・パナリティカルが提供するLeNeo及びTheOx Advancedは、Cold to Cold 自動制御、さらに密閉された炉内で溶融するため、高い安全性とビード作成における精度を両立しています。

溶融坩堝と鑄込み皿はセパレート式

溶融坩堝と鑄込み皿のセパレート式により、従来のような坩堝底面のラフネスの影響が無く、常に測定面がフラットな高精度のビードを作成可能です。また坩堝の改鑄も削減できます。

ハードユーザーに最適な6連式

今まで1つ1つビードを作成する手間と時間にフラストレーションを感じているユーザーには、6連式TheOx Advancedをお勧めします。とりわけ1日で15検体以上のガラスビードを1日で作成されるユーザーは、さらなる効率化、費用対効果を実感頂けます。

前処理装置から溶融剤まで同一メーカーで供給

マルバーン・パナリティカルは、前処理装置だけでなく、ユーザーに最適な溶融剤も合わせたトータルソリューションでご提案します。永きに渡る研究と実績を元に開発された溶融剤は、剥離剤の添加や秤量し辛さといったユーザーのお悩みを解決します。

ICP発光分析や原子吸光分析のサンプル調整にも

LeNeo、TheOx Advanced共に、ガラスビード作成だけでなく、アルカリ溶融にも対応します。従来、アルカリ溶融はガス溶融、もしくは電気炉溶融のマニュアル操作により、安全性に乏しい面も見られました。
LeNeo、TheOx AdvancedはCold to Cold 自動制御、密閉された電気炉内の溶融の為、アルカリ溶融においても高い安全性を提供します。



X線分析用前処理装置 LeNeo® (レネオ)

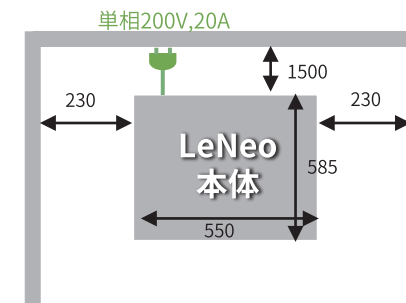


設置場所を選ばないコンパクトなシングルタイプ。
1日で15検体未満の前処理を行うライトユーザー様に最適。

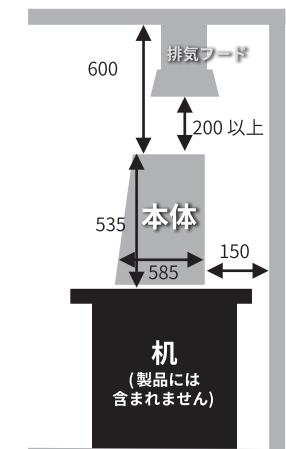
仕様

最大溶融温度	1200℃
装置寸法	535 mm(高さ)×550 mm(幅)×585 mm(奥行き)
重量	33kg (LeNeo本体)
電源	単相200 V / 20 A
坩堝	Pt(95%)/Au(5%) 重量/30 g 容量: 25 mL その他、ニッケル、ジルコニウム坩堝 最大1個搭載
鑄込み皿	Pt(95%)/Au(5%) 重量/30 g 容量: 30 mL
ガラスビード径	32、35、40mmφから選択

設置イメージ



平面図



側面図

X線分析用前処理装置 TheOx Advanced®(ジオックス アドバンスド)

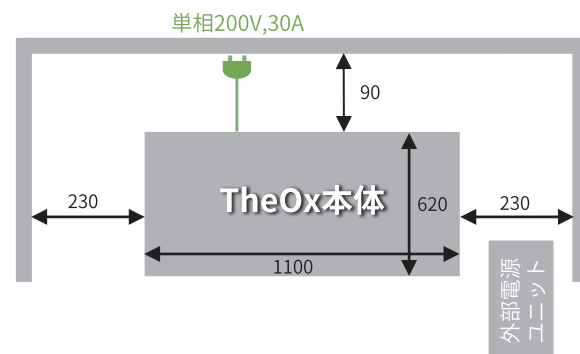
1日に15検体以上の前処理を行うハードユーザ様へ作業効率と費用対効果の向上が可能になります。



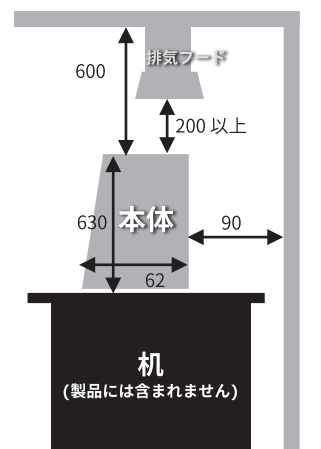
仕様

最大熔融温度	1200℃
装置寸法	630 mm(高さ)×1100 mm(幅)×620 mm(奥行き)
重量	97 kg (TheOx Advanced本体)
電源	単相200 V / 30 A
坩堝	Pt(95%)/Au(5%) 重量/30 g 容量: 25 mL その他、ニッケル、ジルコニウム坩堝 最大6個搭載
鑄込み皿	Pt(95%)/Au(5%) 重量/30 g 容量: 30 mL
ガラスビード径	32、35、40 mmφから選択

設置イメージ



平面図



側面図

高精度自動フラックスディスペンサー LeDoser®(ルドーザー)

秤量にかかる時間を次第80%節約

溶融剤の秤量に必要な時間を、自動秤量により大幅削減。1日に多検体の前処理を行うハードユーザ様に最適。

秤量精度は0.0001g

秤量精度は0.0001gの高精度秤量。秤量誤差を無くし分析精度及び測定再現性の向上に寄与します。

タッチスクリーンによるワンタッチ操作

秤量はタッチスクリーンでワンタッチの簡単操作。ユーザ間の秤量誤差も解消します。



仕様

装置寸法	505 mm(高さ)×305 mm(幅)×505 mm(奥行き)
重量	19 kg
電源	単相100 V (コネクタ) / 1 A
秤量精度	0.0001 g
操作	タッチスクリーン操作
計量パラメータ	試料/溶融剤比率、溶融剤添加ステップ数他
フラックスタンク容量	1.5 L

溶融剤や剥離剤の御選択でお悩みですか？ 試料に合わせて最適な溶融剤を提供します

ガラスビード作成専用設計として開発

通常、溶融材として用いる一般的な試薬は、開封後の吸湿性や、試薬の形状によって微量な秤量の困難さがボトルネックとなっていました。マルバーン・パナリティカルがご提供する溶融剤は全てガラスビード作成の為に専用設計として開発され、吸湿性を極限まで抑えた、均一の球状粒子であり、今までの煩わしさを解消致すだけでなく、より秤量誤差の少ない高精度なビード作成を実現します。



剥離剤の添加も不要

溶融剤はお客様のニーズに合わせて、剥離剤入りの溶融剤をご用意。剥離剤の選択、添加はビード作成において、テクニックを要する重要なポイントではあるものの、その作業として効率的では無いことも事実です。マルバーン・パナリティカルがご提供する剥離剤入りの溶融剤なら前処理のスループットをさらに高める事が可能です。



試料に合わせたラインナップ

単一組成の溶融剤から、ご用途に合わせた混合比率の溶融剤まで幅広いラインナップをご用意しています。

製品ラインナップ(下記ラインナップは一部です)

型番	溶融剤
C-0600-60	LiT/LiBr, 99.5/0.5 (1 kg)
C-0600-70	LiT/LiI, 99.5/0.5 (1 kg)
C-0610-66	LiM/LiBr, 98.5/1.5 (1 kg)
C-0620-60	LiT/LiM/LiBr, 49.75/49.75/0.5 (1 kg)
C-0621-63	LiT/LiM/LiI, 49.57/49.75/0.5 (1 kg)
C-0641-60	LiT/LiM/LiBr, 66.67/32.83/0.5 (1 kg)

LiT:四ホウ酸リチウム LiM:ホウ酸リチウム LiBr:臭化リチウム LiI:ヨウ化リチウム

X線分析装置ならではの視点で トータルサポート

充実のカスタマーサービス、コールセンター

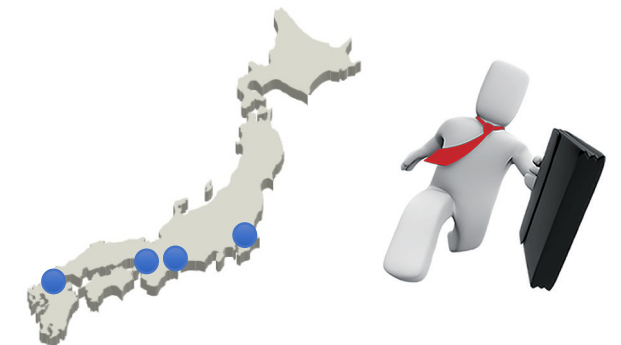
点検やアフターサービスには、日本国内の拠点(東京、名古屋、大阪、神戸、福岡)から技術者が対応いたします。またフリーダイヤルアクセスによるコールセンターから、より迅速にユーザーの問題解決を行います。

日本国内50年以上の販売実績

X線分析装置は旧フィリップス時代から日本国内において、50年以上の販売・サポート実績。国内のユーザーのニーズに合わせた充実のサポートをご提供します。

前処理装置から分析装置までのトータルソリューション

マルバーン・パナリティカルは前処理からX線分析装置まで、同一メーカーでユーザーの問題解決に最適なソリューションをご提案します。



マルバーン・パナリティカルについて

粒子計測やレオロジー、熱分析(カロリメトリー)などの製品を持つMalvern社と、X線回折や蛍光X線分析装置メーカーであるPANalytical社が2018年に統合し誕生したMalvern Panalytical(マルバーン・パナリティカル)社の日本事業部です。

東京と神戸を拠点に国内計6ヶ所の営業所、2ヶ所のアプリケーションラボラトリにて、装置の販売やサービス、サポート業務をはじめ、各種セミナーなどのイベントも行ってまいります。各分野のリーディングカンパニーである両社の統合により、R&D、プロセスコントロール、品質管理、材料特性分析に携わる幅広い業界のお客様へ、最先端のソリューションをご提供します。