

Imaging Team

掲載内容

1) 新商品情報

PhotoFluor II が 89 North 社からリリースされました。

MagLevit フラットトップタイプも対応可能

MagLevit モジュール販売開始

2) 技術情報

異なるインターバルやポジションが含まれるタイムラプスの設定

3) 金額変更のご案内

ガス混合機 FC-7 (O₂, CO₂, N₂の混合を制御する機器)の値下げを実施致します。

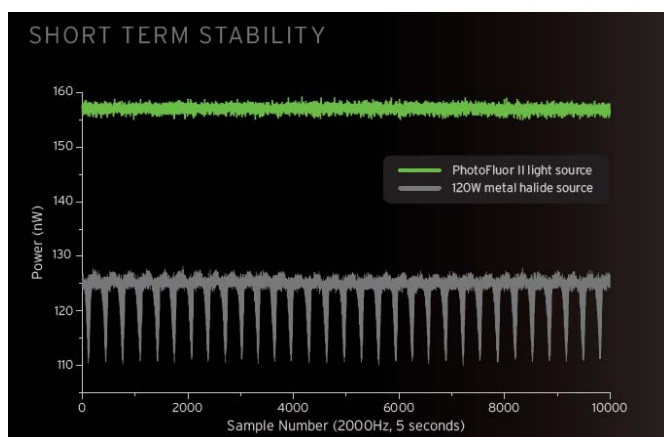
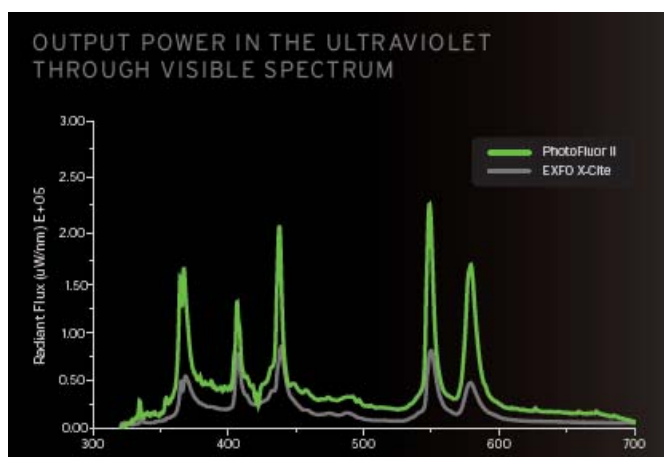
1) 新商品情報

89 North™ 社 (Chroma 社の子会社) から PhotoFluor II がリリースされました。



200W メタルハライド光源で従来のメタハラに比べ強度が高く、安定した出力が可能です。

25mm 径のフィルターを 5 カ所、入れることができる構造になっており、励起フィルターや ND フィルターを PhotoFluor II 側に入れることが可能です。顕微鏡への接続は、専用アダプタを使用し、光源本体から顕微鏡まではファイバーを使用します。寿命は、2000 時間です。



定価(税別)は、下記のような構成の場合を例に御紹介致します。

光源本体 ￥800,000-

ファイバー(5mm LLG) ￥100,000-

顕微鏡アダプタ ￥100,000- 合計金額 ￥1,000,000-になります。

なお、交換用バルブは定価 10 万円になります。

MagLevit 磁気浮上式除振台のフラットトップタイプも対応可能になりました。

除振台に出ていたモジュール部ですが、除振台を出来るだけ広く使用されたいというリクエストを頂きました。除振台の上面をフラットするモジュールを開発しました。

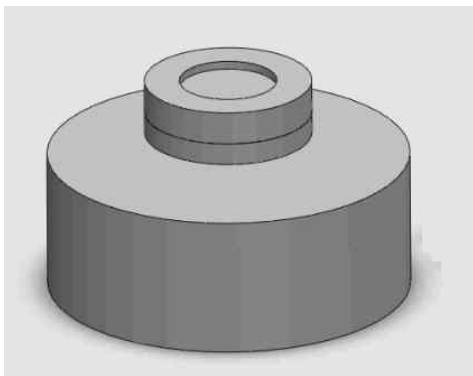
金額は、MagLevit の従来のモデルと同じ価格です。(御注文時に御指定下さい。)



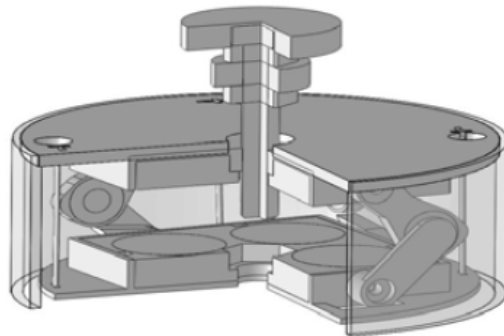
MagLevit モジュール ML-Module の販売開始

好評頂いております MagLevit : 磁気浮上式除振台のモジュール部分のみの販売を 4 月より開始いたします。

ML-Module MagLevit モジュール ¥65,000- (定価・税別)



<モジュール>



<モジュール構造図>

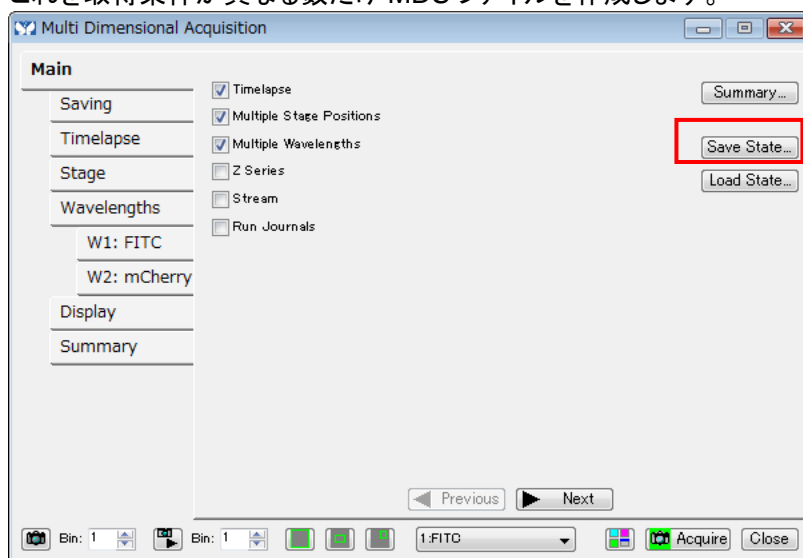
浮上させたモジュールを複数個、購入頂き除振効果をもとめたい機器の足に直接乗せることで台を必要としないケースにも対応可能です。

2) 技術情報

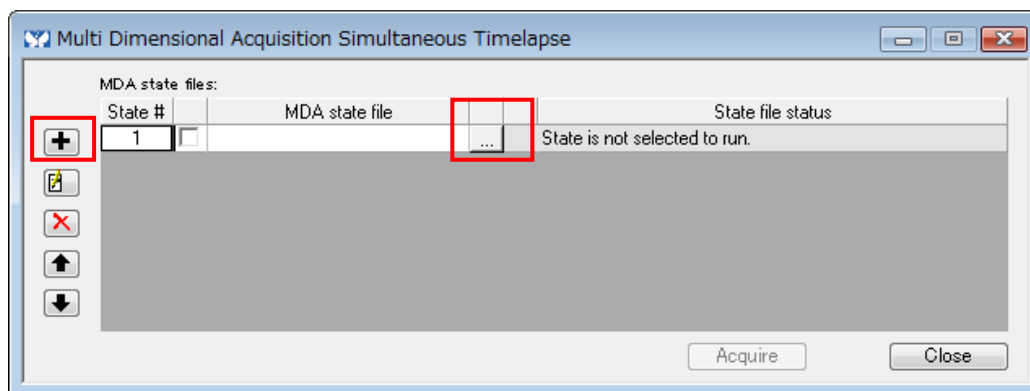
従来、多点タイムラプスデータを取得する際に、異なるインターバルを設定することは Journal (マクロ) を組み込んで対応するしかありませんでした。

今回、Journal (マクロ) を組み込まず、タイムラプスを設定する方法をご紹介します。
なお、本件は MetaMorph の Version が 7.7 以上になっていること、多次元データ取得機能が使用できることが条件になります。

多次元データ取得機能で取り込み条件を 1 つ、設定致します。この取り込み条件をそれぞれ、Main のタブの「Save State」で拡張子 MDS ファイルとして保存を致します。
これを取得条件が異なる数だけ MDS ファイルを作成します。



Version 7.7 の機能で、新しく機能が追加されました Apps menu / Multi Dimensional Acquisition Simultaneous Timelapse を開き、MDS ファイルを優先順位の高い実験から設定を行います。



これにより、異なるインターバルの設定や、多点観察の場所が異なる Timelapse データの取得・設定が容易に行えるようになります。

3) 金額変更のご案内

ガス混合機 FC-7、O₂・CO₂・N₂のコントロールが可能で顕微鏡システムで低酸素環境を設定する際に有効なハードウェアです。



最近、CO₂濃度のみの設定(5%など)でのTimelapseの商談以外に、低酸素環境下でのTimelapseをされたいというお話をいただく機会が増えました。Timelapse中のO₂の濃度を常時確認されたい、Timelapse中のO₂の濃度をコントロールされたいなど、MetaMorphシステムで構築される場合には、ぜひ有効なハードウェアとなります。

そのFC-7コントローラのこの度、メーカーの協力もあり定価を下げることになりました。今後の定価は下記になります。

FC-R-30 FC-7インキュベータ用ガス混合装置(O₂、CO₂、N₂) ￥1,000,000-

ご質問がございましたら、各営業担当までご連絡をお願いいたします。