

Imaging Team

掲載内容

- 1) **Meta Imaging Series 最新情報**
Meta Imaging Series Version 7.8.1 リリースされました
- 2) **価格改訂について**
- 3) **デモ機について**
ソーラボ社製 XY ステージ
- 4) **新製品紹介**
浜松ホトニクス社製 ImagEM X2

1) Meta Imaging Series 最新情報

Meta Imaging Series バージョン 7.8.1 リリースされました。

メンテナンス期間内の System ID の Meta Imaging Series ソフトウェアは、下記 URL からアップデートファイルをダウンロードして、バージョン 7.8.1 にアップデートすることができます。

<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/>

こちらから ID 番号を入力してLogin し、「7.8.1 Update」をクリックします。

※ 32bit OS をご使用の場合は、「MM781-32.zip」になります。

※ 64bit OS をご使用の場合は、「MM781-64.zip」になります。

バージョン 7.8.1 の主な変更点は下記になります。

DOC-CAM

カメラドライバ 2.3.3.18 に対応

カメラドライバ 2.4.3.10 に対応

PCO.SDK EDGE

Stream 画像取得中に外部トリガーに対応

ASI CRISP

多くの種類の Z モータに対応可能

LCI Chamlide

CU-501 コントローラに対応

FC-5, FC-7, FC-9 コントローラに対応

Olympus Microscope

Olympus IX73 microscope に対応

コーデッドコンポーネントに対応

ZDC サーチの方法を 2 種類に変更

透過光ランプの電圧値を修正

Serial Devices

シリアル制御の改良

ThorLabs MLS-203

XY ステージ以外に Piezo Z controller に対応

Tokai Hit

Ini ファイルからのナンバー読み出し時の修正

Uniblitz VMM-D3

シャッター開閉の極性変更に対応

Zeiss COM MTB

マニュアルデバイスの動きに対応

Z 軸動作の向上

Leica LIF 2.2 files

Leica LIF 2.2 image files に対応

Kymograph & Linescan

1 ラインより大きい幅の領域作成の改良

Multi Dimensional Acquisition

ASI CRISP でオートフォーカスを有効にした際の挙動改良（波長変更時に 5 秒遅延を有効にした。）

Super Resolution

超解像アプリケーション用のメニュー作成

Toolbars

X-Light 用のアイコン作成

2) 価格改訂について

2013年4月1日より価格を改訂しました。

主な修正箇所は、下記になります。

- MetaMorph Offline で MMPO-CH が追加され、MetaMorph Basic Offline が無くなりました。
MetaMorph・オプションも価格を改訂しました。
- カメラのラインナップが追加されております。
- 超解像と X-Light（共焦点ユニット）、Lumencor、Lumen Dynamics、ASI のシートが追加されています。
- OptiGrid を削除しました。
- Ludl や Sutter に新しいパーツが追加され、金額を変更しました。
（Sutter では DG-4 (175W) が販売中止になりました）
- Vincent の価格を改訂しました。

3) デモ機について

ソーラボ社製電動 XY ステージをデモ機として用意しました。



Olympus、Nikon、Zeiss 社製 顕微鏡対応高速電動ステージです。Olympus および、Nikon 用は取り付けブラケットを交換することで正立型/倒立型共にご使用いただけ、移動量も 110mm×75mm とウェルプレートに完全対応しています。ステージはジョイスティック操作の他、MetaMorph ソフトウェアからの制御により高い位置再現性を維持したまま、高速（最高 250mm/s）で走査が可能です。薄型設計であるためステージ周りを有効利用でき、刺激系の実験にも最適なステージとなっています。

※スライドガラス・ペトリディッシュに対応したホルダも別途ご用意しています。

※今回用意いたしましたデモ機は、Olympus と Nikon 対応になります。

主な仕様：

- ステージ厚さ : 31.0mm
- サイズ : 260×230mm
- モータタイプ : ブラシレス DC リニアサーボモータ
- 光学式リニアエンコーダ実装
- 繰り返し精度 : 250nm
- 位置決め精度 : <3.0um
- 移動速度 : 250mm/s
- アクセラレーション : 2000mm/s²
- サンプル荷重 : 最大 1kg
- 最少移動量 : 100nm

4) 新製品紹介

浜松ホトニクス社から ImagEM X2 がリリースされました。

ImagEM X2 は、浜松ホトニクスが微弱光観察用途に向けて開発した新しい EM-CCD カメラです。フルフレームで約 70 フレーム/秒の高速読み出しが可能になり、より高速に極微弱光領域の現象をとらえます。また、最大 90 % の高い量子効率と-100 °C冷却による低ノイズを実現。プログラブル・トリガ出力などの新しいトリガ機能や IEEE1394b インターフェースを採用し、より使い易くなった次世代の EM-CCD カメラです。

Meta Imaging Series ソフトウェアでの制御は、近日中に可能になる予定です。

定価 ¥4,200,000-（消費税別）

