

Imaging Team

掲載内容

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

Meta Imaging Series バージョン 7.7.1 がリリースされました。

64ビット OS 対応について

2) **最新機器情報**

Andor 社製 EMCCD カメラ用インターフェイスボードに PCI Express タイプが加わりました。

CoolLED pE-100 用の 2 波長アダプタを紹介します。

CoolLED pE-1、pE-2 用のコリメータ内部のダイクロイックミラーのラインナップが増えました。

Ludl 社からウェルプレート対応の Piezo Z ステージがリリースされました。

3) **技術情報**

Ludl BioPrecision2 XY 電動ステージの移動速度について

1) Meta Imaging Series 最新情報

Meta Imaging Series バージョン 7.7.1 がリリースされました。

MM771-32.zip、MM771-64.zip が当社ウェブ上からダウンロードすることができますので、バージョン 7 をご使用で、メンテナンス期間が有効な ID 番号のソフトウェアはバージョン 7.7.1 にアップデートすることができます。

MM771-32.zip、MM771-64.zip ファイルのダウンロードは
<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/index.php>

から、ID 番号を入力して **Version 7.7** を選択してください。その後、MM771-32.zip または MM771-64.zip をクリックしていただきますとファイルのダウンロードができます。

※32ビット OS をご使用の場合は、MM771-32.zip になります。

※64ビット OS をご使用の場合は、MM771-64.zip になります。

ダウンロード後は、通常のアップデート同様に行うことができます。

http://www.nihonmdc.com/pages/UIC/Metalmagingsystem_manual_for_web/manual/pdf/install_hardware/Meta71_update.pdf

から確認できます **Meta Imaging Series Version 7.5 アップデート手順書**同様の作業になります。

主な変更点は下記になります。

- ・ 浜松ホトニクス社製 DCAM-API May, 2010 対応しました。
- ・ 浜松ホトニクス社製 CMOS カメラ ORCA-Flash 2.8 に対応しました。
- ・ 浜松ホトニクス社製 EMCCD カメラにおいて、Overlapped モードと Non-overlapped モードの切り替えができるようになりました。
- ・ Photometrics 製 EVOLVE-の BERT の値を Variable で設定できるようになりました。
- ・ CoolLED pE-1, pE-2 の同時点灯モードに対応しました。
(CoolLED のファームウェア 1.8.1 以上が必要)
- ・ ライカ社製顕微鏡 DMI6000B の Contrast Method component が存在しない場合の動作を修正しました。
- ・ ライカ社製顕微鏡の Structured Illumination components に対応しました。
- ・ オリンパス社製顕微鏡 BX61-WI の Z ボタンの方向を修正しました。
- ・ オリンパス社製 ZDC の範囲設定の入力を修正しました。
- ・ Sutter 社長寿命タイプキセノン光源 Lambda XL に対応しました。
- ・ カールツァイス社製 Definite AutoFocus に対応しました。
- ・ MDA における ZDC、PFS、Definite AutoFocus 機能の操作性を向上させました。
- ・ Calibrate Distances の修正をしました。
- ・ Create Segment Regions に Override が追加されました。
- ・ Integrated Morphometry Analysis を修正しました。
- ・ Montage Stack でシングルプレーン画像も使用できるようになりました。
- ・ オリンパス社製 FSX100 の 48-bit 画像に対応しました。
- ・ Toolbar を改善しました。

詳細は

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

から ID 番号を入力してご覧ください。



64ビット OS 対応について

現在 Meta Imaging Series ソフトウェアでは 64 ビット対応を順次行っております。

オフラインソフトウェアに関しては、64 ビット OS で動作可能です。

バージョン 7.7.1 で確認できている機器については下記になります。

- Leica DFC カメラ
- Photometrics カメラ (PVCAM 2.7.9.1 使用)
- Q-Imaging カメラ (Driver 2.0.9.5 使用)
- 浜松ホトニクス DCAM カメラ (DCAM API May, 2010 使用)
- Andor EMCCD カメラ (iXon+, iXon)
- Ludl MAC5000 コントローラ
- Ludl MAC6000 コントローラ
- Uniblitz VMM-D3J

Windows 7 Ultimate 64 bit で動作を確認しました。

2) 最新機器情報

Andor 社製 EMCCD カメラ用インターフェイスボードに PCI Express(PCIe)タイプが加まりました。



コンピュータのバス構成によって PCI または PCIe の選択ができるようになりました。

形式名は、従来の PCI 用が **CCI-23**、PCI-e 用が **CCI-24** となります。

価格は CCI-23 と同じで **定価 ¥320,000-(消費税別)** になり、発注時に CCI23 または CCI-24 の選択になります。

CoolLED pE-100 用 2 波長対応コンバイナーを紹介します。



異なる波長の pE-100 2 台を使用することのできるコンバイナーです。

これを使用することによって、GFP(470nm 励起)と RFP(565nm 励起)などを切り替えての画像取得を行うことができます。

また、DualView を使用した 2 波長同時励起も可能になります。

定価 ¥250,000-(消費税別)

CoolLED pE-1、pE-2 用のコリメータ内部のダイクロイックミラーのラインナップが増えました。

従来 490nm または 515nm のみの選択であった pE-1、pE-2 用のコリメータ内部のダイクロイックミラーに **410nm と 455nm** が加まりました。

それにより、LAM 選択の組み合わせも多くできるようになりました。

例えば、400/440nm を Low LAM、470/535nm を Hi LAM、455nm ダイクロイックミラーという構成も可能になります。

※コリメータ内部のダイクロイックミラーを購入後に変更する場合は、pE-2 コリメータが必要になります。

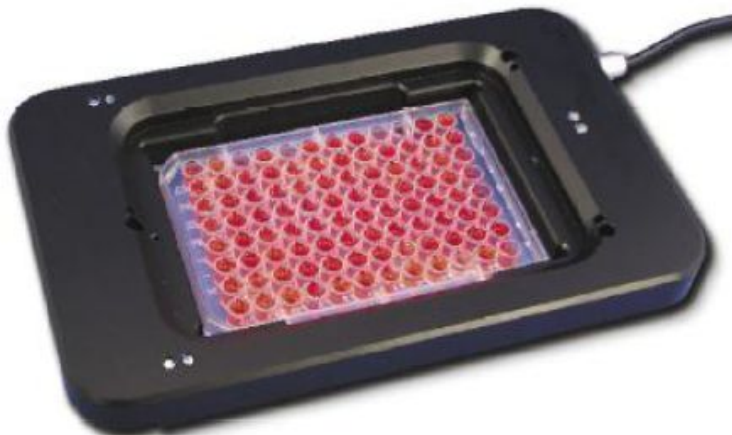
pE-1 コリメータの場合、購入後のダイクロイックミラー変更はできません。



Ludl 社からウェルプレート対応の Piezo Z ステージがリリースされました。

モデル番号は、96A602 で 350um トラベルとなっております。ウェルプレートがそのまま使用できる開口部分が多いタイプとなっております。

この新しい 96A602 は 96S107 タイプの電動 XY ステージにのみ対応になっております。



96A602 リリースに伴ってセールスプロモーションを行います。

プロモーション中 **96A602** の定価を **¥1,700,000-**とさせていただきます。

(96A602 用 MAC6000 モジュール 73006063 定価 ¥260,000-は別途必要になります)

96A602 と 96S107 同時購入の場合は、73006063 を無償にて提供させていただきます。

例えば、

96A602 ¥1,700,000-

96S107-LE2 ¥2,070,000-

73006063 ¥0

合計 **¥3,770,000-**

となります。

セールスプロモーションは 2010 年 9 月 30 日までの出荷分が対象になります。

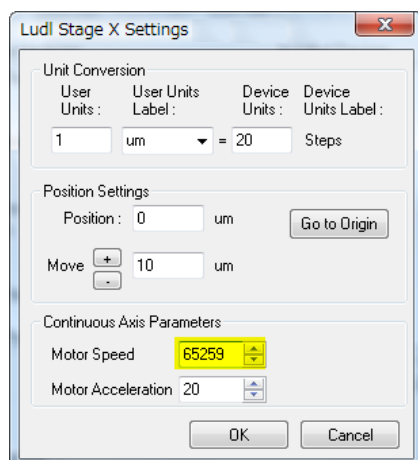
※上記金額はすべて消費税別になります。

3) 技術情報

Ludl BioPrecision2 電動XYステージの移動速度について

Ludl BioPrecision2 電動XYステージの移動速度とMotor Speedの目安は下記のようになります。

LEとLE2で速度が異なります。



Motor Speed	Stage Speed mm/sec (LE2)	Stage Speed mm/sec (LE)
65535	276	552
65527	30	60
65525	25	50
65522	19	39
65509	10	20
65481	5	10
65259	1	2

以上