

Imaging Team

掲載内容

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

Meta Imaging Series バージョン 7.7.2 がリリースされました。

Meta Imaging Series の WEB が新しくなりました。

2) **最新情報**

当社オリジナルアンミキシングソフトウェア PrizMage がより使いやすくなりました。

3) **技術情報**

Ludl 社 MAC5000、MAC6000 からライカ社製電動 XY ステージがコントロールできるようになりました。

1) Meta Imaging Series 最新情報

Meta Imaging Series バージョン 7.7.2 がリリースされました。

MM772-32.zip、MM772-64.zip を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、メンテナンス期間が有効で、バージョン 7 ご使用の System ID のプログラム (MetaMorph, MetaVue, MetaFluor) はバージョン 7.7.2 にアップデートすることができます。



MM772-32.zip、MM772-64.zip ファイルのダウンロードは
<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/index.php>

から、System ID を入力して **Version 7.7** を選択してください。その後、MM772-32.zip または MM772-64.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、MM772-32.zip になります。

※64ビット OS をご使用の場合は、MM772-64.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。

- ・ Andor 社製 CCD カメラ最新ファームウェアの Clara に対応しました。(SDK 2.87.30003 に対応しました。)
- ・ 浜松ホトニクス社製 DCAM-API July 2010 に対応しました。
- ・ 浜松ホトニクス社製 ORCA-R2 の画像取得速度を改良しました。
- ・ 浜松ホトニクス社製 EMCCD カメラの 2 台同時画像取得の Stream において、速度が向上しました。
- ・ Photometrics 製 EVOLVE-の BERT 値の設定を修正しました。
- ・ CoolLED pE-1, pE-2 が Windows 7 64bit 対応になりました。
- ・ Ludl 社製 Piezo Z ステージ 350um 仕様と 400um 仕様に対応しました。
- ・ National Instruments 社製 NI-DAQmx DAQ インターフェイスに対応しました。
- ・ オリンパス社製 IX81 ZDC2 の動作が向上しました。
- ・ オリンパス社製 BX61 の落射、透過ランプの選択ができるようになりました。
- ・ オリンパス社製 IX/BX のキーパッド操作が改良されました。
- ・ Physik Instruments 社のコントローラ名を変更しました。(MMadmin 内において)
- ・ Sutter 社 DG4/DG5 の Windows 7 64bit 用ドライバを改良しました。
- ・ Slide Loader 機能の修正を行いました。
- ・ Windows 7 64bit における Adjust Digital Contrast 機能を修正しました。
- ・ Count Nuclei 機能を修正しました。
- ・ プログラム終了時に設定の変更を保存しない場合にメッセージを表示するようになりました。
- ・ Windows 7 における IMA の修正を行いました。
- ・ 表示している画像について処理する Loop Journal 機能 Loop for All Open Images 機能が追加されました。
- ・ MDA の Pause 中に ZDC の Offset 値を修正できる機能が追加されました。

- ・ MDA の Z シリーズが終了した後に自動的にハードウェアオートフォーカス機能 (PFS, ZDC2, Definite Focus) が有効になるような機能を追加しました。
- ・ MDA で 2 カメラ同時画像取得の際に EM ゲインを別々に設定できるようになりました。
- ・ MDA の Load State を Journal で行う際の Journal 読み出しが可能になるように修正しました。
- ・ Journal で Montage 機能を使用する場合の機能が修正されました。
- ・ ニコン社 ND2 多次元画像フォーマットを読み出すことが可能になりました。
- ・ Andor IQ の TIFF 画像の読み出しを可能にしました。
- ・ Stream Acquisition 機能を修正しました。
- ・ MetaFluor の Titration Calibration in vitro を修正しました。

詳細は

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

から ID 番号を入力してご覧ください。

※Windows 7 64bit 対応について

現在 Meta Imaging Series ソフトウェアでは Windows 7 64bit 対応を順次行っております。機種につきましては、下記 URL から、

<http://support.meta.moleculardevices.com/hardware/hardware.php>

ハードウェアを選択して頂くことで確認することができます。



Meta Imaging Series Online Support

Home • Software Updates • Supported Hardware • Technical Notes • Contact Us

→ Supported Hardware → Search Results → Details

Model Name:	Evolve
Manufacturer:	Photometrics
Manufacturer URL:	http://www.photomet.com/
Current Status:	Supported
Device Type:	Digital Camera
Available in Meta Series:	7.6.3 and up
Available in Meta Series (x64):	7.7.0 and up
Manufacturer Information:	Find out more
Windows Compatibility:	Windows XP Professional SP2 (version 7.6.3 and up)
Driver File Name:	pvcam
Streaming Capability:	Yes
Device Streaming Capability:	Yes

Meta Imaging Series の WEB が新しくなりました。

<http://www.moleculardevices.com>

または

<http://www.moleculardevices.com/Products/Software/Imaging/Research-Imaging.html>

になります。

MetaMorph, MetaFluor, MetaVue 等を選択して、それぞれの情報を確認することができます。

Molecular Devices Detect • Decode • Discover Japan | China | Customer Login Request a Quote

Home Page | Products | Software | Imaging | Research Imaging

Research Imaging Software

Over the past 30 years, tremendous advances in imaging technology have provided researchers with the means to acquire and analyze detailed images of biological specimens. Imaging is now an essential tool for the researcher who investigates the cellular and biochemical processes underlying cellular function. From the simple analysis of fluorescent intensity to the more sophisticated methods to classify and quantify cells in different stages of the cell cycle, imaging is fundamental to research microscopy.

The MetaMorph® Software suite of products from Molecular Devices® has been an integral part of the bioresearch imaging community for more than 25 years and supports a vast array of microscopes, cameras, and precision stages. The extensive suite of software provides acquisition, processing, and analysis features that allow researchers to build custom imaging systems for solving novel experimental problems in cellular imaging.

Please use the links below to learn more about how we can support the success of your bioanalytical and research imaging efforts.

- MetaMorph Software Application Modules
- MetaMorph Microscopy Automation & Image Analysis Software
- MetaFluor Fluorescence Ratio Imaging Software
- MetaVue Research Imaging Software
- MetaMorph Software Comparison Table

Our Difference
Content: Our systems address all content needs from low to mid to high content analysis & screening.

Recent News

- NEW SpectraMax Paradigm & FilterMax Multi-Mode Readers Are Ideal for HTS & Life Science Research
- NEW Corporate Website Focuses on Key Audience Groups
- Molecular Devices Brand Revitalized
- Danaher Acquires Molecular Devices

How Can We Help?

- Resource Library

アップデート用ファイルのダウンロードは、

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

で行います。



Meta Imaging Series Software Updates

Welcome to the [Meta Imaging Series Software Updates](#) website.

If you have purchased an annual Software Maintenance Plan for any Meta Imaging Series software (the "Maintenance Plan"), you have access to the materials provided on this site during the term of the Maintenance Plan. If you have recently acquired a license to any Meta Imaging Series software, you are automatically entitled to the Maintenance Plan for a period of twelve (12) months after delivery of such software to you, so long as the registration card provided with such software has been completed and returned to MDC. Upon expiration of the then current term of the Maintenance Plan, you no longer have access to the materials provided on this site, unless you renew the Maintenance Plan. You may purchase or renew the Maintenance Plan at any time.

This site provides update files for Meta Imaging Series software ("Update Files"), as well as certain detailed information about those updates such as release notes and new driver information. The Update Files may include error corrections, bug fixes, minor improvements, or incremental features or functionalities, but do not include any upgrades that provide substantial new features or additional functionalities ("Upgrades"). The information on this site is maintained on a regular basis to reflect the currently shipping version of the Meta Imaging Series software. The currently shipping version of Meta Imaging Series software is Version 7.0.

If you are interested in obtaining a license to any Upgrade of a Meta Imaging Series software or in purchasing or renewing an annual Software Maintenance Plan for a Meta Imaging Series software, please contact your [sales representative](#) or email us at websales.dtn@moldev.com.

Note: Cookies and JavaScript must be enabled. Find out how to [enable cookies](#).

To log in, enter your system ID here:

and press

インストール、アップデート用の **Registration Code**, **Authorization Code** の入手は、
<http://www.meta.moleculardevices.com/authorize/>
になります。

Meta Imaging Series Code Generator

When upgrading your Meta Imaging Series software, the Meta Imaging Series Updater needs to register and authorize your update.

If you are installing version 6.3, you will need a 6.1 code first, then a 6.3 code.

To obtain both a **Registration Code** and an **Authorization Code**, enter your system ID number below:

Version:

MetaMorph

6.0/6.1/6.2

6.3

7.0

7.1

7.5

7.6

7.7

MetaXpress

1.6

1.7

2.0

3.0

3.1

MetaXpress PowerCore

1.0

System ID number:

ハードウェアのサポート情報、**Technical Note** は、
<http://support.meta.moleculardevices.com/hardware/hardware.php>
になります。



Meta Imaging Series Online Support

[Home](#) • [Software Updates](#) • [Supported Hardware](#) • [Technical Notes](#) • [Contact Us](#)

→ [Supported Hardware](#)

Find out which hardware is compatible with Meta Imaging Series Software. Search our database by device type, by manufacturer, by model name, or by Meta Series version. You can also view all the currently [supported](#) hardware.

Please check with your [sales representative](#) for specific hardware configuration. A purchase of a driver may be necessary for device control.

Search by Device Type

I am interested in controlling a(n)

Search by Manufacturer

I want to see all the hardware from

Search by Hardware Model Name

I am interested in a(n)

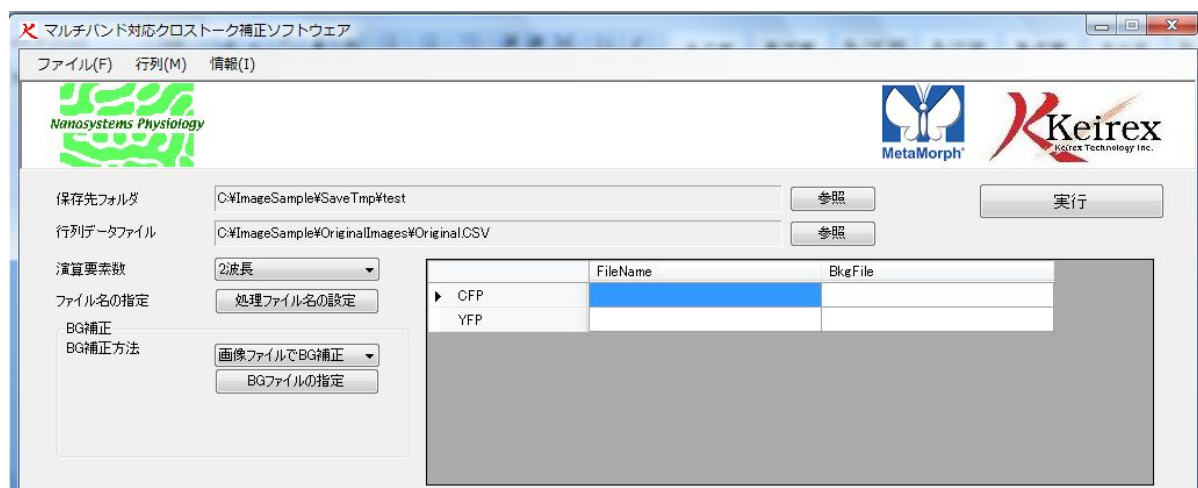
Search by Meta Series Version

I have this version of Meta Imaging Series

2) 最新情報

当社オリジナルアンミキシングソフトウェア PrizMage がより使いやすくなりました。

当社オリジナルアンミキシングソフトウェア PrizMage がより使いやすくなりました。
従来 3 波長取得画像から 7 波長取得画像までの対応でありましたが、2 波長取得画像にも対応しました。
これにより CFP/YFP FRET などに対応できるようになりました。
また、バックグラウンド補正処理もできるようになりました。

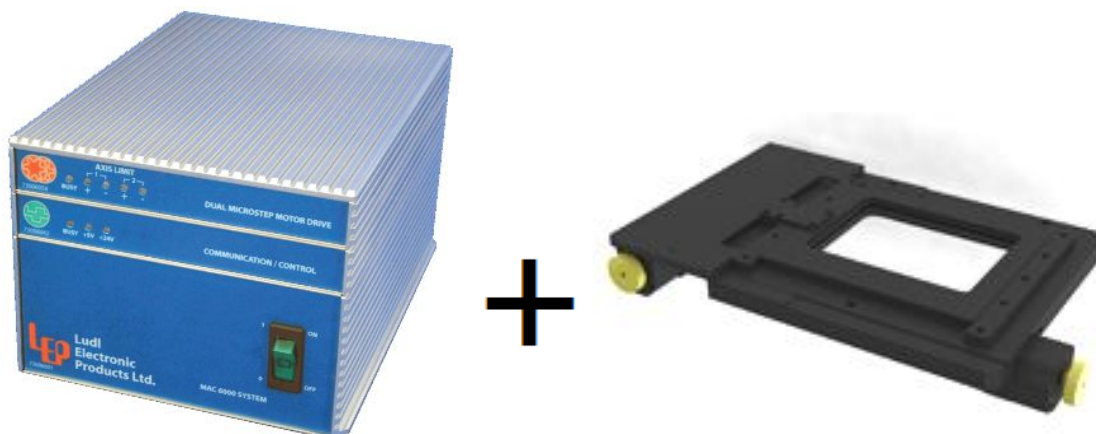


下記 URL から PrizMage の必要性などの説明をご覧になることができます。
<http://nano.es.hokudai.ac.jp/nikon/priz1.html>

3) 技術情報

ライカマイクロシステムズ社製電動スキャンングステージをLudl社製MAC6000コントローラ (MAC5000コントローラ) から制御できるようになりました。(専用接続ケーブル使用)

ライカマイクロシステムズ社製電動スキャンングステージを専用接続ケーブルを使用することによりLudl社製MAC6000コントローラ(MAC5000コントローラ)から制御することができます。
MAC6000コントローラから制御することにより、顕微鏡コントロール系を経由することなくMetaMorphソフトウェアなどから電動XYステージの制御を行うことが可能になります。
今までMetaMorphから制御することができなかった古いタイプの顕微鏡に取り付けられている電動スキャンングステージを、MAC6000制御にすることによってMetaMorphから制御できるようになります。
また、マニュアル顕微鏡における電動XYステージの動作も簡単に行うことができます。



以上