

Imaging Team

掲載内容

1) **Meta Imaging Series 最新情報**

MetaMorph NX の Video Demonstrations や Interactive Tutorials について
Video Demonstrations
Interactive Tutorials

2) **2012 年 4 月 1 日から有効の価格表について**

2012 年 4 月 1 日より下記の価格が変更いたしました

3) **MD オリジナルカメラについて**

4) **新製品紹介**

Andor 社より sCMOS カメラ Zyla DG-152X-C1E-FI/DG-152V-C1E-FI がリリースされました

5) **デモ機追加について**

浜松ホトニクス sCMOS カメラ ORCA-Flash 4.0
多波長対応高輝度 LED 光源ユニット XLED1
1 波長 LED 光源ユニット pE-100

6) **デモ用カメラについて**

7) **sCMOS カメラについて**

1) Meta Imaging Series 最新情報

MetaMorph NX の Video Demonstrations や Interactive Tutorials について

Video Demonstrations

下記 URL で数種類の Video Demonstrations をご覧いただけます。

モレキュラーデバイスジャパンのウェブサイトからは、

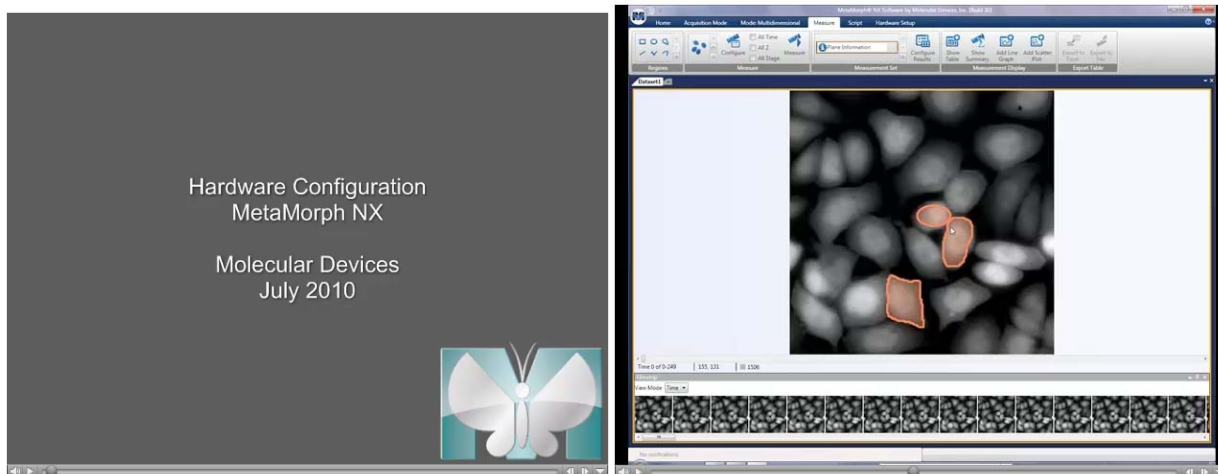
http://www.nihonmdc.com/pages/UIC/Metalmagingsystem_manual_for_web/manual/mmnxr.html

米国のサポートサイトからは

http://mdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19268

になります。

ハードウェア設定、画像解析などについて確認することができます。



モレキュラーデバイスジャパンのウェブサイト

http://www.nihonmdc.com/pages/UIC/Metalmagingsystem_manual_for_web/manual/mmnxr.html

それぞれの項目をクリックして下さい。



MetaMorph NX Index

2011年1月から新たに登場したMetaMorphの新バージョンソフトウェア "MetaMorph NX" こちらではその機能の一部を音声付のmp4動画にてご確認いただけます。

ユーザーインターフェイス

・ [MMNX User Interface Overview](#)

インストール・ハードウェア設定

・ [MMNX Hardware Config](#)

画像解析について

・ [MMNX Measure using ROI \(Regionを使った解析\)](#)

・ [MMNX Measure using Threshold \(輝度による閾値より領域を設定する解析\)](#)

・ [MMNX Measure using Count Nuclei \(MetaMorphのオプション解析機能の一つ、Count NucleiのMetaMorphNX版\)](#)

[トップページに戻る](#)

米国のサポートサイト

http://mdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19268

Video Demonstrationsの中をクリックして下さい。

MetaMorph® Software Suite of Products Knowledge Base

Published 03/23/2011 11:12 AM | Updated 04/01/2012 03:35 PM | Answer # 19268

This page contains the table of contents of resources available for the MetaMorph® Software Suite of products.

Downloads

- **Meta Imaging Series Software Updates**
- MetaMorph Authorization & Registration Codes
- MetaMorph Installation Files
- **MetaMorph NX Software Updates**
- MetaMorph NX License File
- MetaMorph NX Installation Files

Installation Instructions

- MetaMorph NX 2.0
- MetaMorph NX 1.1
- MetaMorph 7.7 Installation Instructions
- MetaMorph 7.7 Update Instructions
- Meta Imaging Series Quick Start Guide

Technical Notes

- MetaMorph NX
- MetaMorph
- MetaMorph Multi Dimensional Acquisition
- 3rd Party Hardware
- MetaFluor
- Using Accellion to Send/Receive Large Files

Computer Requirements

- MetaMorph Software Specifications
- Operating System Compatibility

3rd Party Hardware

- Supported Hardware

References Search

- References Search Web Site

Support-Related Information

- FAQ (Frequently Asked Questions)
- Before You Contact Technical Support
- Support Resources
- Finding Your System ID and Version of the MetaMorph, MetaFluor, MetaVue Software
- Finding Your System ID and Version of the MetaMorph NX Software

Manuals

- MetaMorph NX
- MetaMorph Visual Basic Reference Guide

Newsletters

- MetaMatters

Training

- Training Schedule

Interactive Tutorials

- MetaMorph NX 2.0 Tutorial - Introduction (x86).msi (for 32-bit operating systems)
- MetaMorph NX 2.0 Tutorial - Introduction (x64).msi (for 64-bit operating systems)
- Installation Instructions for the MetaMorph NX 2.0 Interactive Tutorial

Video Demonstrations

- MetaMorph NX: 4D Viewer
- MetaMorph NX: Counting Nuclei
- MetaMorph NX: Measuring Regions
- MetaMorph NX: Measuring With Thresholding
- MetaMorph NX: Configuring Hardware
- MetaMorph NX: Interface Overview

Search
Search tips

Login/logout
Log In | Create Account

Contact Us

Request Support
Submit a request to our Support Team

Contact Us
+1 800-635-5577 (Toll free in US)
+1 408-747-1700

+44 (0)118-944-8000 (Europe)
Contact other Offices or Distributors

Feedback on support team
What was your customer service experience?



Interactive Tutorials

- MetaMorph NX 2.0 Tutorial - Introduction (x86).msi (for 32-bit operating systems)
- MetaMorph NX 2.0 Tutorial - Introduction (x64).msi (for 64-bit operating systems)
- Installation Instructions for the MetaMorph NX 2.0 Interactive Tutorial

Video Demonstrations

- MetaMorph NX: 4D Viewer
- MetaMorph NX: Counting Nuclei
- MetaMorph NX: Measuring Regions
- MetaMorph NX: Measuring With Thresholding
- MetaMorph NX: Configuring Hardware
- MetaMorph NX: Interface Overview

Interactive Tutorials

MetaMorph NXのInteractive Tutorialsをダウンロードすることができます。

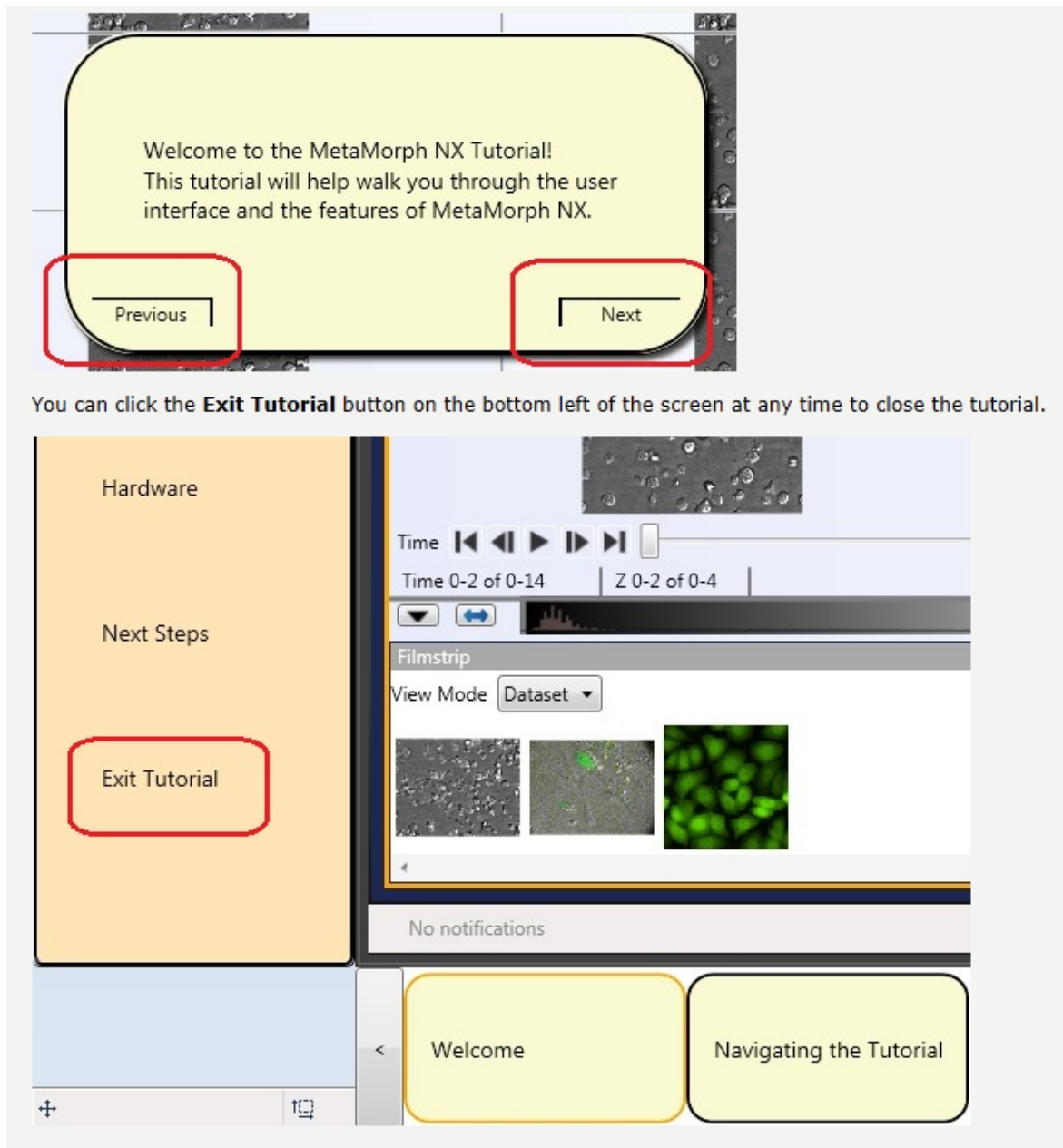
MetaMorph NX起動中にチュートリアルをご覧になることができます。

米国のサポートサイト

http://mdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19268

から英語版をダウンロードできます。

※日本語版も用意しておりますので、ご希望の方は当社営業担当者までご連絡下さい。



The image shows a screenshot of the MetaMorph NX tutorial interface. At the top, a yellow rounded rectangle contains the text: "Welcome to the MetaMorph NX Tutorial! This tutorial will help walk you through the user interface and the features of MetaMorph NX." Below this text are two buttons: "Previous" on the left and "Next" on the right, both highlighted with red boxes. Below the screenshot, a caption reads: "You can click the **Exit Tutorial** button on the bottom left of the screen at any time to close the tutorial." The main part of the image is a larger screenshot of the software interface. On the left, there is a vertical orange sidebar with the text "Hardware", "Next Steps", and "Exit Tutorial" (the latter is highlighted with a red box). The main area shows a video player with a "Time" slider (0-2 of 0-14) and a "Z" slider (0-2 of 0-4). Below the sliders is a "Filmstrip" section with a "View Mode" dropdown set to "Dataset" and three thumbnail images. At the bottom of the interface, there are two yellow buttons: "Welcome" and "Navigating the Tutorial".

2) 2012年4月1日から有効の価格表について

2012年4月1日より下記の価格が変更いたしました

MetaMorph NX 関連

MMNXPRMBDL MetaMorph NX PremierAcquisition Bundle 新規追加

40090 DAQ ボード 2000PCI ボードケーブルキット ¥50,000-UP

40816 8 channel DAQ ボード・NEOS AOTF ケーブルキット ¥100,000-UP

MMNXOFF3 MMNX オフラインソフトウェア(3ライセンス) ¥40,000-UP

MMNXOFF5 MMNX オフラインソフトウェア(5ライセンス) ¥60,000-UP

MMNXOFF10 MMNX オフラインソフトウェア(10ライセンス) ¥200,000-UP

MMNXNET3 MMNX オフラインソフトウェア ネットワークライセンス対応(3ライセンス) ¥40,000-UP

MMNXNET5 MMNX オフラインソフトウェア ネットワークライセンス対応(5ライセンス) ¥60,000-UP

MMNXNET10 MMNX オフラインソフトウェア ネットワークライセンス対応(10ライセンス) ¥200,000-UP

MetaMorph 関連

40000-PBC MetaMorph Basic ソフトウェア, PBCorrection 型番構成変更・¥100,000-UP

40000-I-PBC MetaMorph Basic ソフトウェア, PBCorrection・インストール作業
型番構成変更・¥100,000-UP

MVNXUPG MVDOC から MetaMorph Basic へのアップグレード 型番変更・¥100,000-UP

PBCorrection フォトブリーチング補正ソフトウェア 新規追加

5002006 カメラドライバサポート(CSDK-SPOT Camera Driver) 新規追加

5015245 カメラドライバサポート(CSDK-Lumenera Camera Driver) 新規追加

40090 DAQ ボード 2000PCI ボードケーブルキット ¥50,000-UP

40816 8 channel DAQ ボード・NEOS AOTF ケーブルキット ¥100,000-UP

10040 USB-6501DAQ ユニット(BNC ケーブル含む) ¥10,000-UP

5015733 東海ヒット社製コントローラ用制御ドライバ 新規追加

40102 蛍光画像用 3D デコンボリューション機能 ¥100,000-UP

40103 共焦点顕微鏡画像用 3D デコンボリューション機能 ¥100,000-UP

MetaPrecisionPC/WM-UPG 新規追加

MetaPrecisionPC/WOM-UPG 新規追加

メンテナンスおよびアップデート関連

MetaMorph Version7.xをお持ちのユーザがVersion7の最新バージョンにアップデートするために、昨年までは、31286-MMの18万円でしたが、2012年4月1日より、金額が2通りに分かります。

Version6.x, Version7.0~Version7.6.5までのライセンス(ID)を最新バージョンにするには、MMNXUPG67で¥350,000-

Version7.7.0~のライセンス(ID)を最新バージョンにするには(もしくはオプション追加の場合)、5011706で¥180,000-になります。

Version4.xないしVersion5.0のライセンス(ID)を最新Versionへアップグレードする場合は、MMNXUPG45で¥530,000-です。

制御用 PC 関連

MetaPrecisionPC/WM-UPG ¥600,000-(モニターあり)と MetaPrecisionPC/WOM-UPG ¥550,000-(モニターなし)が新規追加されました。

MMNXUPG67 または MMNXUPG45 と 制御用 PC を同時に購入される場合、MetaPrecisionPC/WM-UPG または MetaPrecisionPC/WOM-UPG が適用されます。

新規でご購入の場合、昨年度と同様の金額 ¥700,000-になります。(モニターなし ¥650,000-)

3) MD オリジナルカメラについて

カメララインナップに MD モデルが追加されました

B-Evolve512-MD 512x512, 10MHz, -80°C(空冷), IEEE1394, 16um pixel size ¥4,200,000-

CoolSNAP-EZ-MD 1392x1040, 20MHz, チルド冷却, IEEE1394, 6.45um pixel size ¥980,000-

4) 新製品紹介

Andor 社より sCMOS カメラ Zyla DG-152X-C1E-FI/DG-152V-C1E-FI がリリースされました



主な仕様

素子数 : 2560 x 2160 (6.5 x 6.5 μ m)

センサーサイズ : 16.6 x 14 mm

最高読出し速度 : 560MHz (280MHz x 2 sensor halves)
: 200MHz (100MHz x 2 sensor halves)

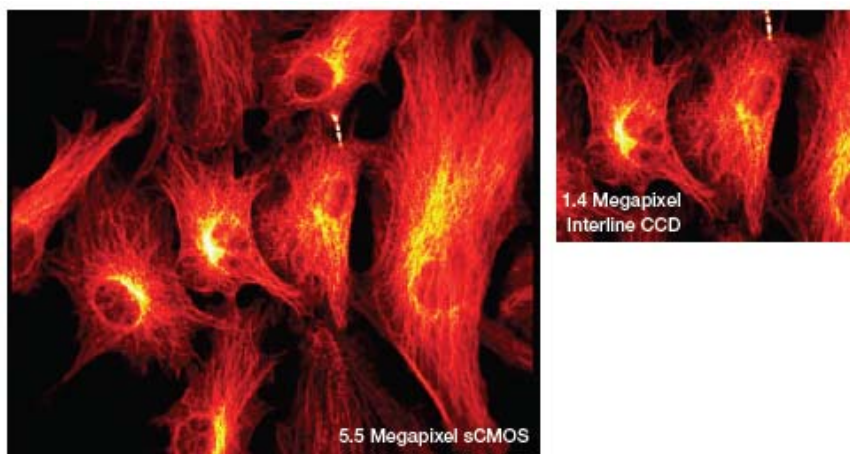
読出しレート : 100 @ full frame (RS)

ROI 読出し : 可能, 1,662ps @ 128 x 128 ROI

Zyla DG-152X-C1E-FI/DG-152V-C1E-FI は、小型・高感度・低ノイズ・広視野・高速読出すべてを兼ね備えた次世代型 sCMOS カメラです。

MetaMorph/MetaFluor/MVDOC ソフトウェアとの相性も良く蛍光画像取得をはじめとし、短時間でより多くの情報取得が必要となるハイコンテンツ・スクリーニング用センサとしても最適なカメラです。従来のインターライン型冷却 CCD カメラと比較し、空間解像度を維持したまま、およそ4倍の視野を X モデルでは約 10 倍の速度でデータ解析装置へ転送します。

(必要となる転送速度に応じて 2 タイプをご用意しました。)



Field of View (FoV) comparison: sCMOS v 1.4 megapixel Interline CCD

従来型冷却 CCD カメラとの比較画像

5) デモ機追加について

下記のデモ機を追加しました

浜松ホトニクス sCMOS カメラ ORCA-Flash 4.0



多波長対応高輝度 LED 光源ユニット XLED1

最大 4 波長対応で高輝度 LED 光源ユニットです。

高出力、同時点灯可能、外部機器との連動、内部にて同期信号作成可能、シングルファイバが特長で、蛍光タイムラプス、外部機器に対してトリガータイミング調整が必要な煩雑な系での画像取得に適しております。

365nm, 385nm, 405nm, 447nm, 460nm, 480nm, 505nm, 525nm, 635nm, 660nm, 735nm から 4 波長の選択になります。



X-Cite® XLED1
Resetting the standard for LED illumination

Optimized excitation with high power LED illumination at the sample plane

Instant switching between wavelengths: ideal for multi-color live cell imaging

High-Speed automation with advanced internal pulse generation and external triggering options

Ease of use through an optional interactive touch screen controller and intuitive user interface

Flexible and scalable to allow you to tailor to specific applications

Category	Wavelengths (nm)
LOW	365nm, 385nm, 405nm, 447nm, 460nm, 480nm
High	505nm, 525nm, 635nm, 660nm, 735nm

Parts required for this configuration:
(unlock box if you already own)

Wavelength Modules:

- 385nm
- 460nm
- 525nm
- 635nm

Dichroics:

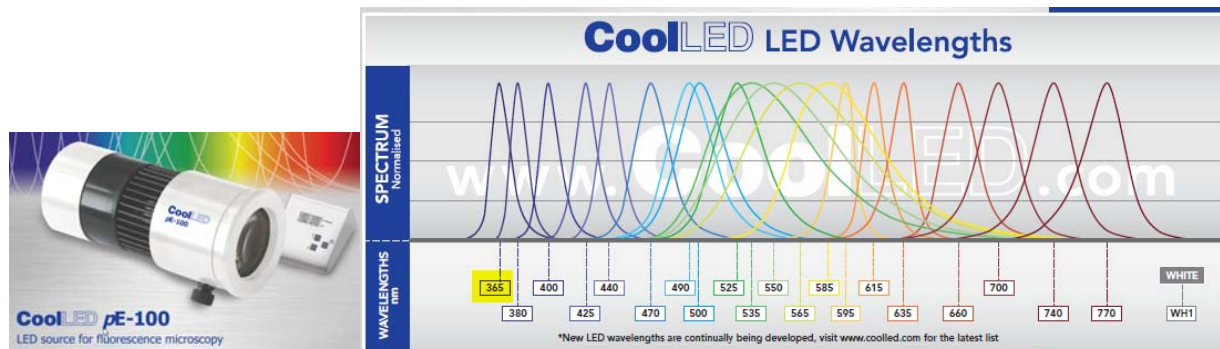
- 409nm
- 495nm
- 605nm

RESET

※当社デモ機として用意してある波長は、385nm, 447nm, 460nm, 525nm の 4 種類になります。

1 波長 LED 光源ユニット pE-100

365nm タイプの pE-100 を用意しました。



6) デモ用カメラについて

現在(2012年4月1日現在)当社では、下記のデモ用カメラを用意しております。

Andor 社 Neo

Andor 社 iXon+ DU-897E-BV

PCO 社 SensiCam QE

Photometrics 社 CoolSNAP cf

Photometrics 社 Evolve-

Photometrics 社 CoolSNAP HQ2

Photometrics 社 CooSNAP EZ

Q Imaging 社 Retiga-EXi

Q Imaging 社 Retiga-SRV

Q Imaging 社 QICAM

Q Imaging 社 Micro Pubrisher 3.3 RTV

浜松ホトニクス社 ImagEM Enhanced (512x512)

浜松ホトニクス社 ORCA-R2

浜松ホトニクス社 ORCA-Flash 2.8

浜松ホトニクス社 ORCA-Flash 4.0

浜松ホトニクス社 ORCA-D2

上記以外のカメラも用意可能ですので、まずはご一報下さい。

7) sCMOS カメラについて

浜松ホトニクス社 ORCA-Flash 4.0、Andor 社 NEO、Zylaなどは、従来のインターライン型 CCD カメラ(2/3 インチ CCD, Sony ICX285 使用)に比べて受光面積が大きく視野を大きくすることができます。

が、その反面、視野が大きいために、横河電機社製 CSU-X1(CSU10, CSU21, CSU22)と組み合わせて使用する場合、従来のインターライン型 CCD カメラ(2/3 インチ)と同じ設定で取り付け使用しますと CSU 内部のマスク(ダイクロイックミラー)の関係で視野欠けが起こります。

これを改善するためには、CSU とカメラの間にレンズを入れて大きさの調整を行う必要があります。(CSU-X1 の場合、C マウント部分に x1 と x1.2 のレンズが用意されているようです。)

ご使用時にはご注意下さい。

以上