

Imaging Team

掲載内容

営業情報

- DOC Cam HR (U3-15S5) CCD カメラの販売に関して
- X-Cite 120LEDmini 光源の販売に関して

技術・サポート情報

- Photometrics 高速読出しモード LightSpeed に関して
- アンドール社 iXon(+)で使用する CCI-24 ボードに関して
- DOC Cam シリーズと Safir の組み合わせでハイクオリティな画像を低価格で！

はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

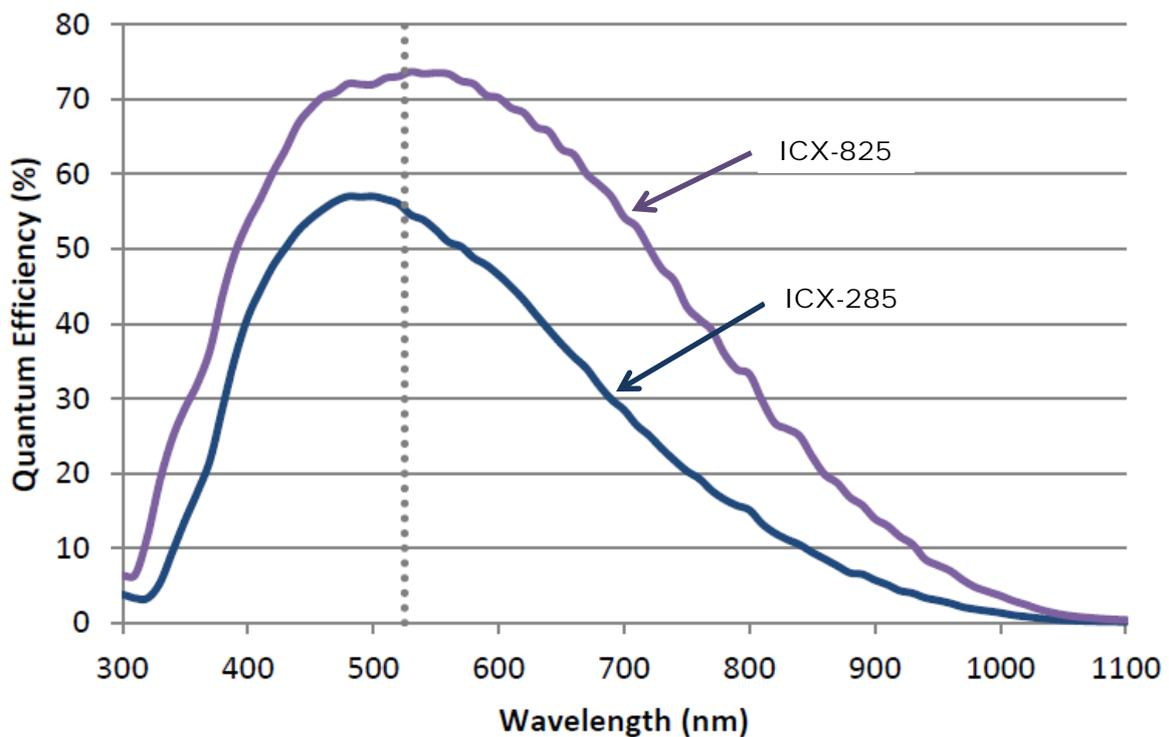
- 現在使用の MetaMorph(MetaVue)の ID やバージョン確認について

営業情報

DOC Cam HR (U3-15S5)カメラの販売に関して

蛍光画像取得用 CCD カメラチップとして多くの冷却 CCD カメラメーカーが使用している SONY ICX-285 の後継チップ ICX-825 を使用したカメラ U3-15S5 の販売を開始しました。速度および、感度を向上しかつ、値段もおさえていますので(定価 30 万円)今までの画角を変えたくない場合には最適なカメラです。

Sensor	Sony ICX285	Sony ICX825
Resolution	1384 x 1036	1384 x 1032
Frame Rate (FPS)	30 FPS	45 FPS
Pixel Size (μm)	6.45 μm	6.45 μm
Pixel Clock (MHz)	56	49
ADC (Bits)	14-bit	14-bit
Quantum Efficiency (% at 525 nm)	55	73



X-Cite 120LEDmini 光源の販売に関して

高輝度 LED 光源として多くのユーザー様にご利用いただいております Lumen Dynamics 社から新しく 120LEDmini が販売開始されました。従来の 120LED と比較しコントローラ部は約半分
の大きさになりました。なお、LED ヘッドは空冷冷却方式に変更となっており、水冷方式の
120LED の出力を 100%とした場合に、80%程度の光強度になります。

定価 88 万円(税別)



技術・サポート情報

Photometrics 社製 EMCCD カメラ Evolve 用高速読出しモード LightSpeed に関して

超解像顕微鏡等で高速に画像取得する必要があるアプリケーションに最適化した読出し
モード(LightSpeed)を MetaMorph で使用できるようになりました

使用するためには MetaMorph 起動前にカメラセンサーモードを [Alt-Frame Transfer mode](#) に
変更してください(MMAdmin での設定変更が必要)

		Frame Rates					LightSpeed Mode Frame Rates						
							Single Channel				Dual Channel		
		512 x 512	256 x 256	128 x 128	64 x 64	16 x 16	256 x 256	128 x 128	64 x 64	32 x 32	256 x 128	128 x 64	64 x 32
Binning	1 x 1	67.4	130.4	243.4	418	823.3	225	794	1820	2745	424	1300	2428
	2 x 2	130	242.4	416.4	631	986	421	1291	2371	3065	755	1906	2870
	4 x 4	240.5	413.4	627.2	818.1	1098.7	748	1862	2787	3217	1237	2552	3118
		(Frames per second)					(Frames per second)						

Note: Frame rates are measured at 20 MHz with 0-second exposure times.

Note: Frame rates are preliminary. For the latest published frame rates visit www.photometrics.com

アンドール社 iXon(+)で使用する CCI-24 ボードに関して

CCI-24 インターフェイスカード(PCIe タイプ)と iXon(+)カメラを DELL Precision T5810 など
C612 チップセットを使用したコンピュータと共に使用した場合、エラーが表示され画像取得を
行うことができないことがあります。

これは、CCI-24 ボードと C612 チップセットの相性が悪いため起こる問題です。

この症状を解消するために、修正用のプログラムが用意されています。

このプログラムを一度走らせると、正常な画像取得を行うことができます。

この症状を確認された方は、当社担当者にご連絡ください。

修正プログラムを提供させていただきます。

DOC Cam シリーズと Safir の組み合わせでハイクオリティな画像を低価格で！

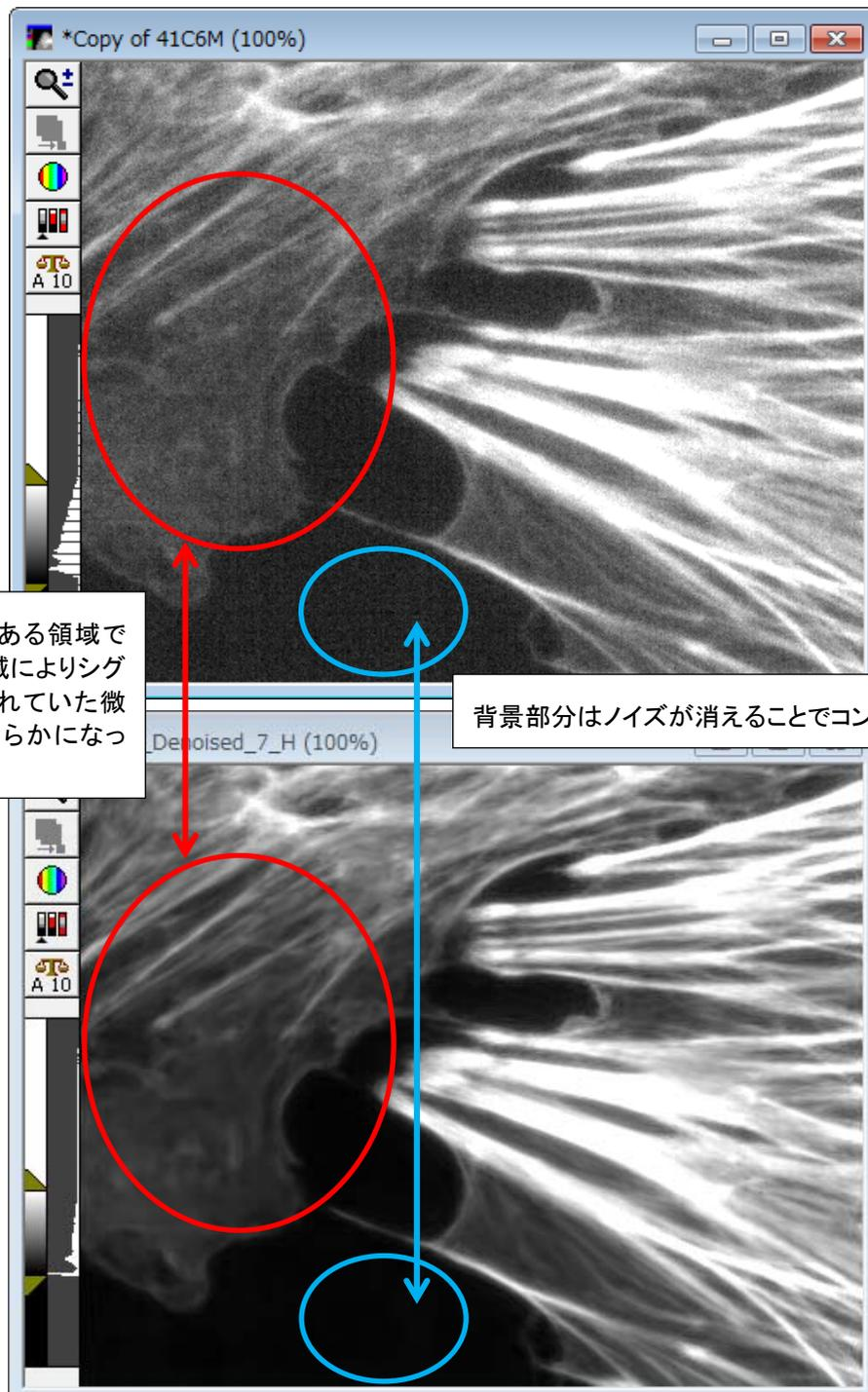
先月のセールスノートで紹介いたしましたデノイズソフトウェア Safir(定価 15 万円)ですが、このソフトと、市場で低価格なのに高感度、高解像な CCD としてご好評いただいている DOC Cam シリーズと併用する事で、さらなるクオリティアップが実現できます

元々高感度な CCD ですが、さらにデノイズ処理を Safir で行う事で以下の様に非常に高品質な画像を得る事が出来ます

今ならオフライン MetaMorph、“MMPOCH”の新規ご購入(定価 54 万円)に、Safir を 1 ライセンスお付けしてご提供させて頂いております

また、MetaMorph の有償アップグレードと Safir の非常にお得なパッケージもご用意させて頂いておりますので、是非この御機会にお手持ちのシステム、画像改善をご検討ください。

詳細は当社担当までお問い合わせください



ノイズ処理前

シグナルのある領域ではノイズ低減によりシグナルに埋もれていた微細構造が明らかになっています

背景部分はノイズが消えることでコントラストに富んだ画像となります

ノイズ処理後

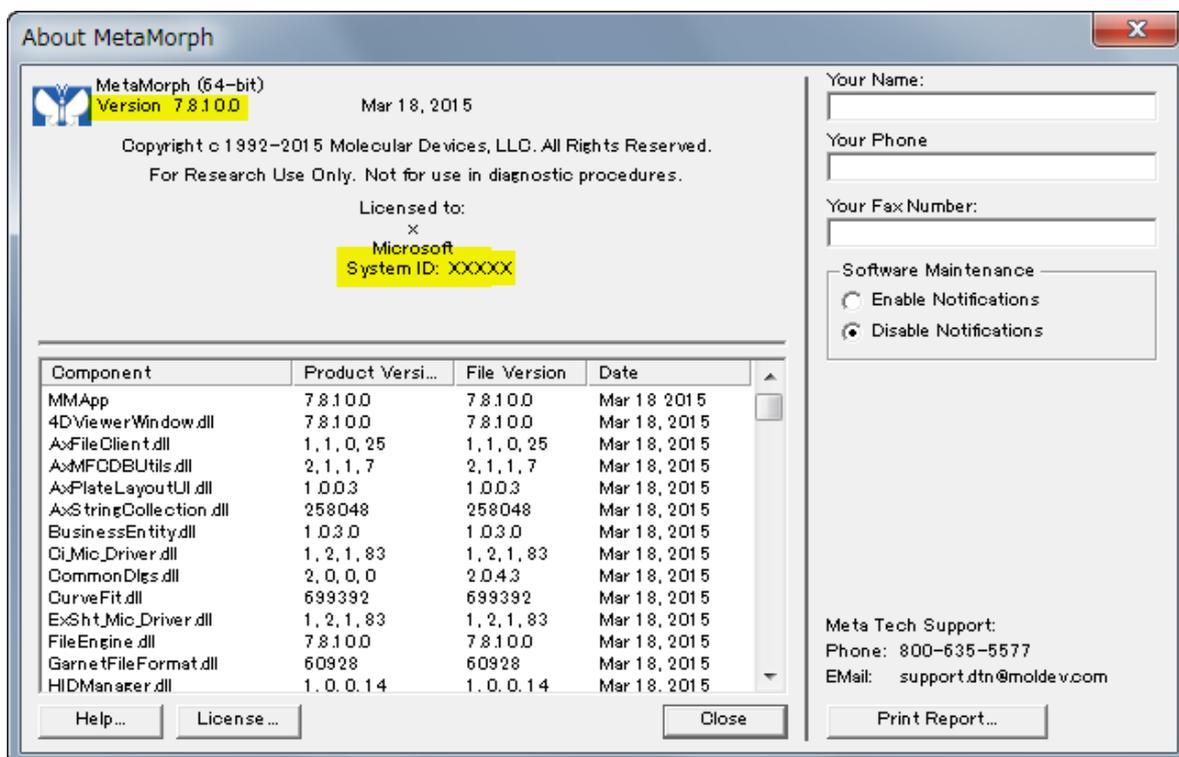
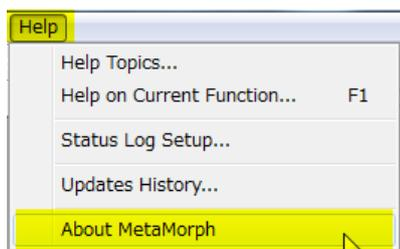
はじめの一步 (MetaMorph 機能紹介)

現在使用の MetaMorph(MetaVue)の ID やバージョン確認について

当社にお問合せ等を頂いた場合に、現在ご使用の MetaMorph(MetaVue)の ID やバージョンはいくつですかを確認させていただくことが多々あります。

これは、ID やバージョンによって使用できる機能が異なるために、今現在ご使用の ID でどこまでの機能が使用できるかを確認するためです。

MetaMorph(MetaVue)起動後、**Help**メニュー、**About MetaMorph** (MetaVue の場合は、About MetaVue)を開いた後に、**Version** と **System ID** で確認できます。



ID やバージョンはいくつですかと確認させて頂いた場合、表示されている Version と System ID をお伝えください。

現在ご使用のバージョンと使用可能なバージョンが異なる場合があります。
使用可能なバージョンを確認する方法は、

<http://www.meta.moleculardevices.com/Maintenance/maintenance-date.php>

で System ID number を入力し、Get Expire Date をクリックして、日付が表示されます。



Meta Imaging Series Software Maintenance Plan

The Software Maintenance Plan for any Meta Imaging Series software (the "Maintenance Plan") provides access to product support and access to software updates released before the expiration of the Maintenance Plan.

To obtain the **expiration date** of your Software Maintenance Plan, enter your system ID number here:

System ID number:

If you are interested in purchasing or renewing an annual Software Maintenance Plan for any Meta Imaging Series software, please contact your [sales representative](#) or email us at meta.admin@moldev.com.



Meta Imaging Series Software Maintenance Plan

The Software Maintenance Plan for system XXXXX will expire on:

01 January 20XX

If you are interested in purchasing or renewing an annual Software Maintenance Plan for any Meta Imaging Series software, please contact your [sales representative](#) or email us at meta.admin@moldev.com.

この表示された日付が、ご使用の ID のメンテナンス終了日になります。
メンテナンス終了日の日付までのアップデートを行うことができます。

アップデート可能なバージョンは、

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

で ID を入力し、Log In をクリックします。

MOLECULAR DEVICES

Meta Imaging Series Software Updates

[Logout](#)

Meta Imaging Series

Posted 19-Mar-2015

- [7.8.9 Update](#)
- [7.8.8 Update](#)
- [7.8.7 Update](#)
- [7.8.6 Update](#)
- [7.8.5 Update](#)
- [7.8.4 Update](#)
- [7.8.3 Update](#)
- [7.8.2 Update](#)
- [7.8.1 Update](#)

[Version 7.8](#)

- [7.7.11 Update](#)
- [7.7.10 Update](#)
- [7.7.9 Update](#)
- [7.7.8 Update](#)
- [7.7.7 Update](#)
- [7.7.6 Update](#)
- [7.7.5 Update](#)
- [7.7.4 Update](#)
- [7.7.3 Update](#)
- [7.7.2 Update](#)
- [7.7.1 Update](#)

Use the links at the left to view:

- Release notes for 7.8 updates. 7.8 is available on CD-ROM or as a download. 7.8.# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version 7 is already installed.
- Release notes for 7.7 updates. 7.7 is available on CD-ROM or as a download. 7.7.# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version 7 is already installed.
Note: MetaMorph 7.7 is the first version which supports Windows 7. To install on Windows 7 you must have a MetaMorph 7.7 CD-ROM. Contact your Technical Support representative if you need this CD.
- Release notes for 7.6 updates. 7.6 is available on CD-ROM or as a download. 7.6.# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version 7 is already installed.
- Release notes for 7.5 updates. 7.5 is available on CD-ROM. 7.5.# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version 7 is already installed.
- Release notes for 7.0 and 7.1 updates. 7.0 and 7.1 are available on CD-ROM, 7.1 is also available as a download. 7.0.# and 7.1.# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version 7 is already installed.
- Release notes for the 6.1, 6.2 and 6.3 updates. 6.1 and 6.3 are available on CD-ROM. 6.2 and 6.3 are also available as downloads. 6.1r#, 6.2r#, and 6.3r# updates can be downloaded and can be installed on any system with a valid Maintenance Plan where any earlier version of 6.1 or later is already installed.
- Users with 6.0 must use the 6.1 CD-ROM to update to 6.1.
- Users with with versions earlier than 6.0 should contact Technical Support for assistance.

各バージョン(7.8.10 Update)にカーソルを置きますと日付が表示されます。
メンテナンス終了日までのバージョンは使用することができます。

アップデート方法は、

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

をご参照ください。

以上