

## Imaging Team

### 掲載内容

#### 1) 商品情報

- ・メンテナンスプランの価格についての重要なお知らせ

#### 2) 技術情報

- ・Windows7 におけるソフトウェアからの設定変更に伴うトラブルについて
- ・オンラインで過去に米国で実施された MetaMorph イメージングトレーニングを動画で見ることが出来るサービス”Webinar”につきまして

## 1)商品情報

### ・メンテナンスプランの価格につきまして重要なお知らせ

現在、MetaMorph Ver7 をお使い頂いているユーザー様に対して、1年間のメンテナンスプラン延長の金額を以下のように改訂させていただきます

- 1 ライセンス 定価 100,000 円
- 2 ライセンス 定価 190,000 円
- 3 ライセンス 定価 270,000 円
- 4 ライセンス 定価 200,000 円
- 5 ライセンス 定価 400,000 円
- 6 ライセンス以上 定価 480,000 円

ただし、本価格は 2011 年 3 月末日までのご発注分までとさせていただきます

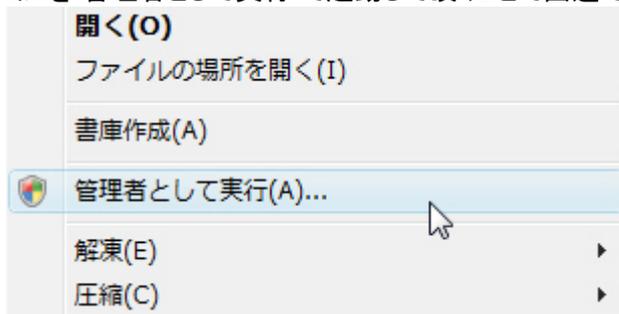
2011 年 4 月より新価格により、定価が上がる事が予測されますので、この機会を是非ともご利用頂きますようお願い申し上げます

## 2)技術情報

### ・Windows7 におけるソフトウェアからの設定変更に伴うトラブルについて

弊社で提供させて頂いている PC を始め、現在市場に流通している Windows は Windows 7 に置き換わりつつありますが、Windows7 をご利用頂いている場合、まれに設定ソフトウェアやコマンドプロンプトなどで設定を行っても変更できない場合がございます

これは Windows7 のセキュリティが強化されたため、この問題を回避する場合は起動するアプリケーションを”管理者として実行”で起動して頂くことで回避できます



・オンラインで過去に米国で実施された MetaMorph イメージングトレーニングを動画で見ることが  
できるサービス”Webinar”につきまして

米国モレキュラーデバイス社の Web サイトから過去に米国で実施された MetaMorph イメージング  
トレーニングセミナーでの講義内容を動画で見ることが出来るサービスをご紹介します

まず、下記リンクに接続します

<http://www.moleculardevices.com/Company/What-We-Do/Events.html>

ページ下には過去に実施された各種トレーニングセミナー等のリストがございます。  
この中で例えば 2010 年 10 月に実施された MetaMorph の解析機能 IMA についてのトレーニングを  
選択してみます。

October	
10-26-10	<a href="#">Using Integrated Morphometry Analysis (IMA) to measure object data with MetaMorph® Software.</a> <a href="#">Details.</a>

トレーニングセミナーの概要が表示されます。  
閲覧する場合は Click here を押します。

[Home Page](#) | [Company](#) | [What We Do](#) | [Events](#) | 102610 IMA MetaMorph

### Using Integrated Morphometry Analysis to Measure Object Data within MetaMorph®

Tuesday, October 26, 2010 11:30am - 12:30pm  
Integrated Morphometry Analysis (IMA) is used for the measurement, display, and logging of morphometric object data. This webinar will outline how to use the IMA tools within MetaMorph Software. IMA allows you to filter the objects that you want to measure by using various parameters such as intensity levels, shape and size. Topics covered will include:

- Image Thresholding
- Selection of parameters for measurement
- Defining classifier filters
- Logging data from IMA

Time: 11:30am - 12:30pm EDT

[Click here](#)

以下の画面が表示されますので、Download を押して動画ファイルをダウンロードします。

Topic: MetaMorph Webinar Series:Using Integrated Morphometry Analysis to Measure Object Data within MetaMorph® Software-20101026 1532-1  
Recording date: Tuesday, October 26, 2010 9:00 am  
Pacific Daylight Time (GMT -07:00, San Francisco)

Panelist Information:  
Duration: 38 mins  
Description: Integrated Morphometry Analysis (IMA) is used for the measurement, display, and logging of morphometric object data. This webinar will outline how to use the IMA tools within MetaMorph Software. IMA allows you to filter the objects that you want to measure by using various parameters such as intensity levels, shape and size. Topics covered will include:

- Image Thresholding
- Selection of parameters for measurement
- Defining classifier filters
- Logging data from IMA

[Playback](#) [Download](#)

ファイルのダウンロードには御氏名、メールアドレスなど、\*印の項目に必要な事項をご記入の上、Submit ボタンを押して進行してください。ファイルのダウンロードが始まります。

View MetaMorph Webinar Series:Using Integrated Morphometry Analysis to Measure Object Data within MetaMorph® Software-20101026 1532-1

Please provide the following information to view this recording. Asterisks (\*) indicate required values

Please answer the following questions.

* First name:	<input type="text"/>	* Last name:	<input type="text"/>
* Email address:	<input type="text"/>	Phone number:	<input type="text" value="Country/region"/> <input type="text" value="Number (with area/city code)"/>
* Confirm email address:	<input type="text"/>		
Company:	<input type="text"/>		
Address 1:	<input type="text"/>		
Address 2:	<input type="text"/>		
City:	<input type="text"/>	State/province:	<input type="text"/>
ZIP/postal code:	<input type="text"/>		
Country/region:	<input type="text" value="United States of America"/>		
Would you like to receive information about future seminars?			
<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No			
<a href="#">(Clear my information)</a>			

動画は.arf 拡張子による専用のフォーマットを使用しております。

以下のページが表示されましたら、“Download ARF player”をクリックしてプレイヤーをダウンロードしてください。

Download file:MetaMorph Webinar Series:Using Integrated Morphometry Analysis to Measure Object Data within MetaMorph® Software-20101026 1532-1

The recording file is ready for downloading now.

**Note:** The WebEx ARF player is required to playback the recording. [Download ARF player](#)

動画ファイルのダウンロードとプレイヤーのインストールが完了しましたら、動画ファイルを起動する事で音声付き動画が始まります。

### Thresholding

- Colored overlay visible on image
- Even illumination/background necessary for good thresholding
- Pixels are either thresholded or not so binary images can be created
- A prerequisite step for some analysis functions

Molecular Devices

© 2009 Molecular Devices, Inc.

特にIMAに関しては解析の中心となる機能であり、ラボ内に留学生の方がいらっしゃる場合、わかりやすいツールになるかと思っておりますので、ご活用ください

以上