

Meta Imaging Series Version 7.5 アップデート手順書

はじめに：

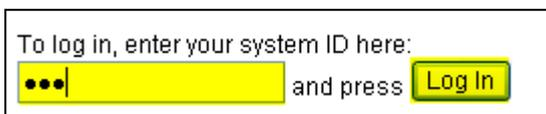
Web メンテナンス期間（ID 発行後 1 年間）が終了した場合はそれ以降にリリースされたアップデートファイルを使ったアップデートができませんのでご了承ください。

継続してアップデートを行う場合 Web メンテナンス更新が必要になります。

ただしメンテナンス期間後もメンテナンス期間が終了した日付の最新バージョンまではアップデートを行うことはできます。

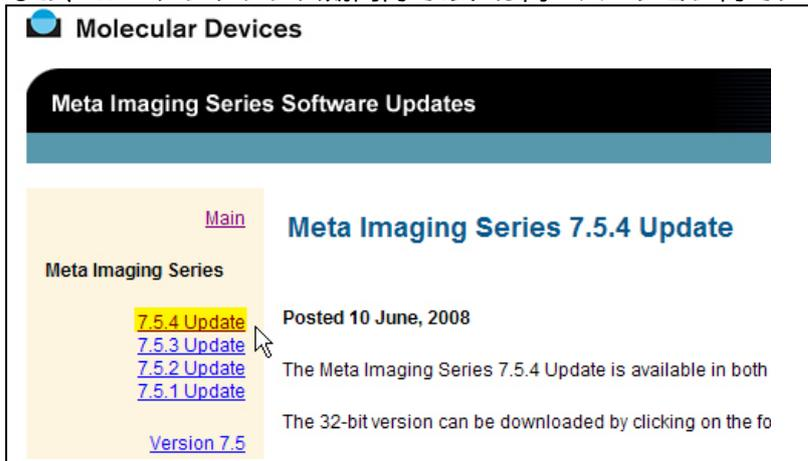
Install CD と一緒に System ID、コードおよび期限終了日が記載されたシートを同封しております。内容をご確認ください。また、Web Site からでもご確認いただけます。

1. Meta Imaging Series の Web Site へアクセスして Meta Imaging Series の最新バージョンを確認します。下記 URL からアクセスしてください。
(<http://www.meta.moleculardevices.com/updates/>)
2. 最新のアップデート用ファイルの確認及びダウンロードを行います。ダウンロードの際にご使用の dongle キーに書かれている **ID 番号** が Log In 時に必要となります。
下記のように **System ID** を入力し、**Log In** をクリックします。



To log in, enter your system ID here:
... and press **Log In**

3. 最新バージョンを選択します（ここでは **7.5.4 Update**）。
なお、Web メンテナンス期間内であれば同一バージョン内でアップデートが可能です。



Molecular Devices

Meta Imaging Series Software Updates

[Main](#)

Meta Imaging Series

- 7.5.4 Update**
- [7.5.3 Update](#)
- [7.5.2 Update](#)
- [7.5.1 Update](#)

[Version 7.5](#)

Meta Imaging Series 7.5.4 Update

Posted 10 June, 2008

The Meta Imaging Series 7.5.4 Update is available in both

The 32-bit version can be downloaded by clicking on the fo

4. 下記の画面に切り替わりますので、**32bitOSの方はMM754-32.zip**を、**64bitOSをご使用の方はMM754-64.zip**をクリックします。(バージョン7.5.4へのアップデートのため)
ご使用されているOSにより、アップデートファイルが異なりますので、ご注意ください

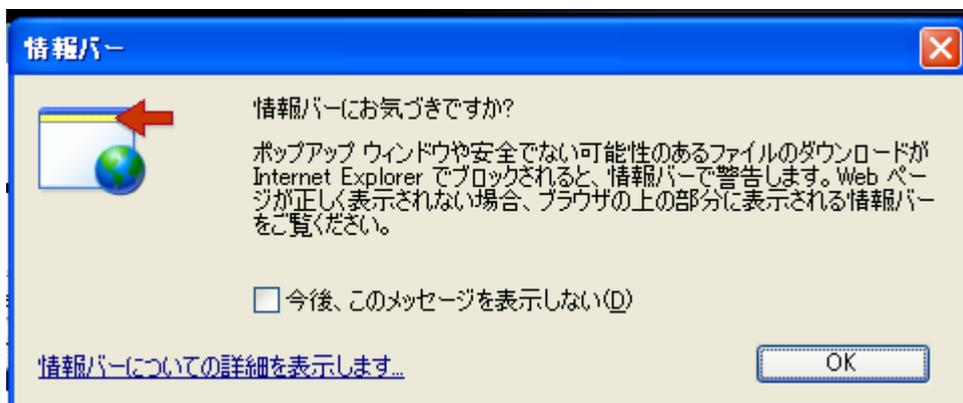
| | |
|------------------------------|--|
| Meta Imaging Series | |
| 7.5.4 Update | Posted 10 June, 2008 |
| 7.5.3 Update | |
| 7.5.2 Update | The Meta Imaging Series 7.5.4 Update is available in both 32-bit and 64-bit versions. |
| 7.5.1 Update | |
| Version 7.5 | The 32-bit version can be downloaded by clicking on the following link. The download is about 92MB: |
| | → MM754-32.zip |
| 7.1.7 Update | If you have any previous 32-bit version of Meta Imaging Series 7, then once you have downloaded the file, run the Meta Imaging Series Updater . Point the Updater to the file you downloaded. |
| 7.1.6 Update | |
| 7.1.4 Update | |
| 7.1.3 Update | |
| 7.1.2 Update | |
| 7.1.1 Update | The 64-bit version can be downloaded by clicking on the following link. The download is about 85MB: |
| 7.1.0 Update | |
| | → MM754-64.zip |
| 7.0r4 Update | To update to the 64-bit version you must already have MetaMorph 7.5 64-bit installed from the MetaMorph 7.5 CD-ROM. If so, once you have downloaded the file, run the Meta Imaging Series Updater . Point the Updater to the file you downloaded. |
| 7.0r3 Update | |
| 7.0r2 Update | |
| 7.0r1 Update | |

クリック後、画面が切り替わり、ウィンドウ下部に下記ボタンが表示されますので、使用許諾書をご確認のうえ、**I ACCEPT THE TERMS IN THIS AGREEMENT** をクリックします。

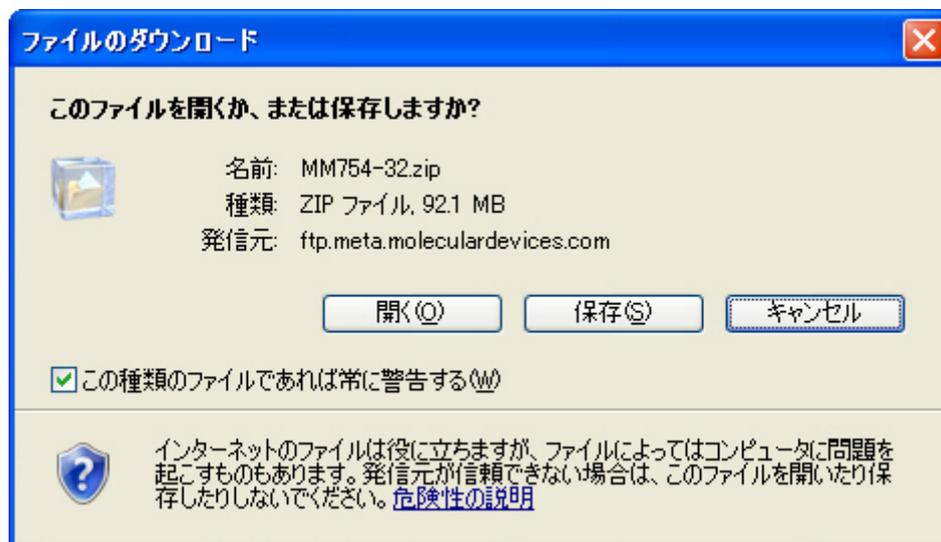
(同意されない場合は **I REJECT THE TERMS IN THIS AGREEMENT** をクリックしてください。)

| |
|--|
| <input type="button" value="I ACCEPT THE TERMS IN THIS AGREEMENT."/> |
| <input type="button" value="I REJECT THE TERMS IN THIS AGREEMENT."/> |

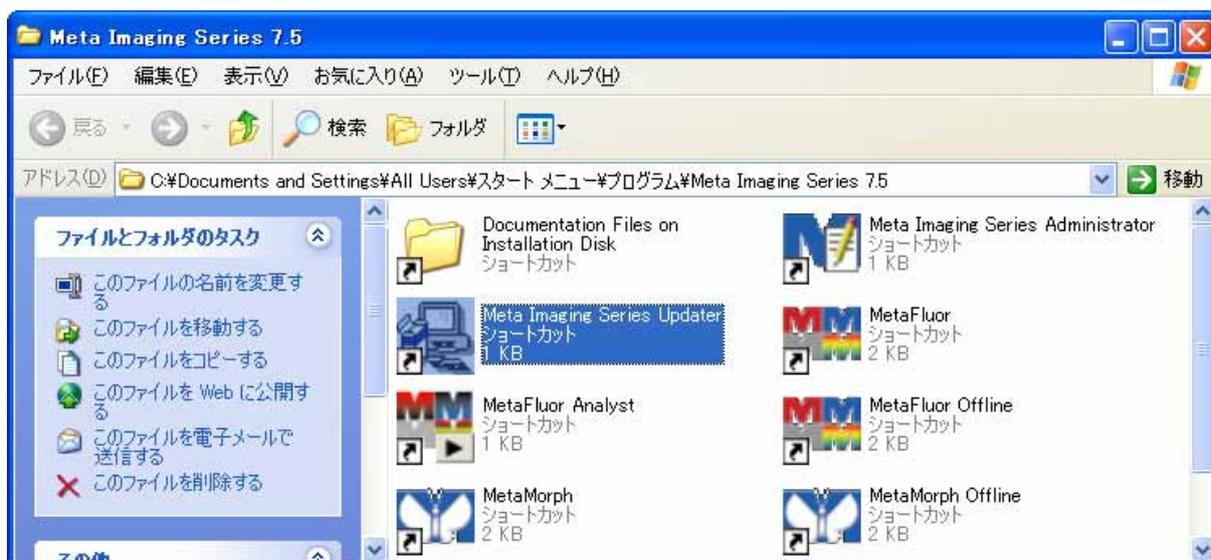
5. 画面が切り替わり、しばらくすると下記のようなメッセージが表示されることがございます。その場合 **OK** をクリックして、その後ブラウザ上部にある “**セキュリティ保護のため…**” で始める情報バーをクリックし、**ファイルのダウンロード** を選択してください。（表示されない場合もあります。）



6. **保存(S)** をクリックして **MM754-xx.zip** を任意のフォルダに保存します。なお、保存先には「デスクトップ」等、日本語、全角英数文字などが入っていないフォルダに保存してください。



7. Meta Imaging Series Updater をクリックします。

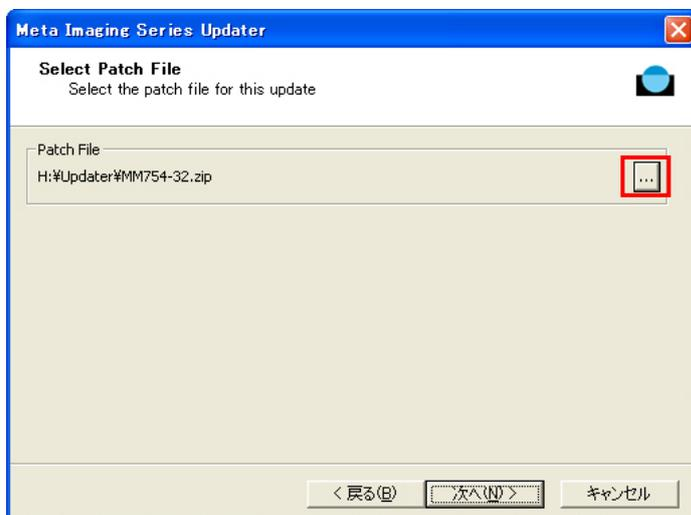


8. 下記が表示されましたら次へ(N)をクリックします。

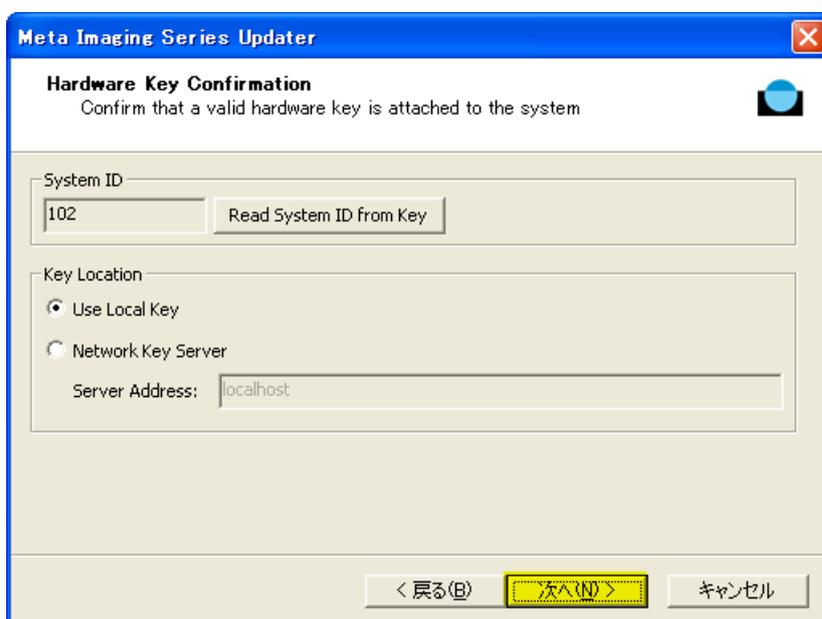


9. Patch File のところで指定するアップデート用ファイルのバージョンを確認してください。異なる場合や設定されていない場合は右側のボタンをクリックしてファイルを指定してください。次へ(N)をクリックして次に進みます。

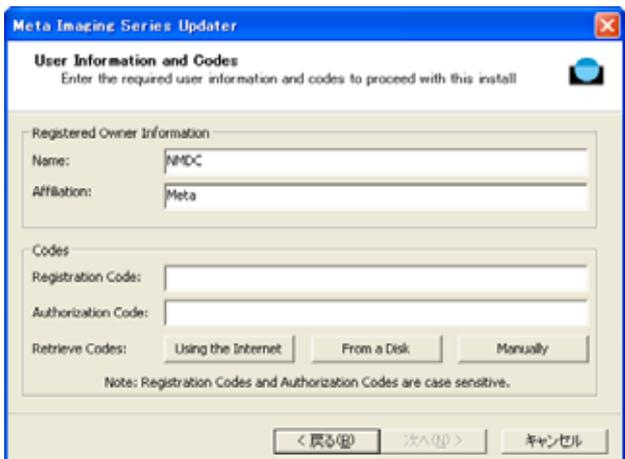
* 32bitOS 版と 64bitOS 版ではアップデートファイルも異なりますので、ご注意ください (アップデートファイル末尾にあるバージョンの違い-32, -64 の記載を確認してください。)



10. 下記が表示されましたら System ID および Key Location を確認してください。System ID が表示されていない場合は **Read System ID from Key** をクリックしてください。Network ライセンスご使用以外は **Use Local Key** を選択してください。次へ(N)をクリックして次に進みます。



11. 下記が表示されましたら **Registration Code** および **Authorization Code (バージョン 7.5 用)** を入力してください。それぞれのコードを入力したら**次へ(N)**をクリックして次に進みます。



Manual Code Retrieval

To retrieve your installation and authorization codes manually you will need to use an internet connected computer to visit the website listed below.

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

On the web page, you will be asked to enter your System ID to retrieve the required codes. You may then enter the codes into the appropriate fields to continue the installation.

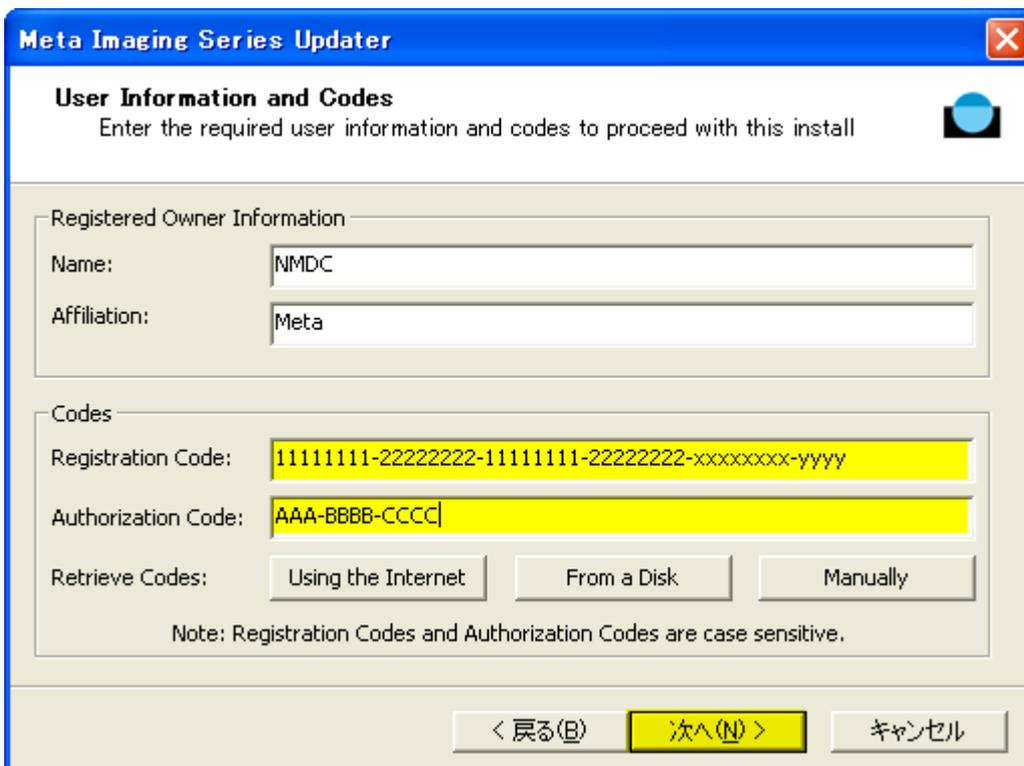
OK

アップデートを行っているコンピュータがインターネット上に接続されている場合は、**Using the Internet** をクリックしますと自動的に Registration Code および Authorization Code が入力されます。

ディスク (USB メモリ) からコードを読み込ませる場合、**From a Disk** をクリックします。それら以外の場合はそれぞれのコードをマニュアルでキー入力します。

なお、必要な 2 つのキーコードは **Manually** をクリックしますとコードを入手する Web Site の URL (<http://www.meta.moleculardevices.com/authorize>)

が表示されますので、そこより取得してください。詳細は巻末で説明いたします

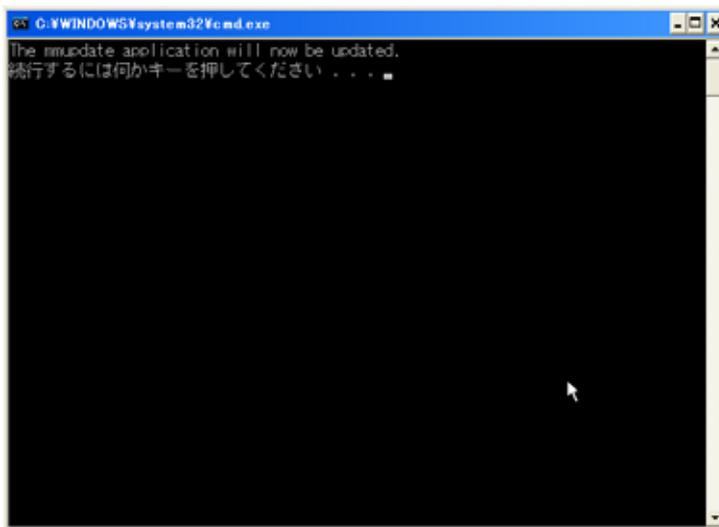


***! アップデート中の注意 1**

ここまでの過程で、バージョンにより、下記のウィンドウが表示される場合がございます。

この場合、OKボタンを押してください。

OKボタンを押すと、手順8に再び戻りますが、再度手順8より同じ作業を行ってください。
なお、このウィンドウは一度表示されると次からは表示されません。

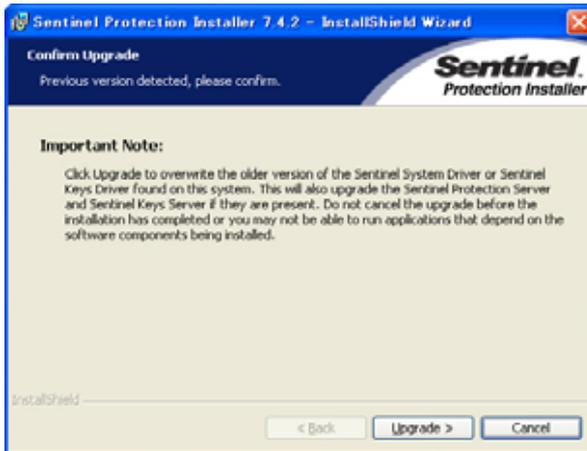


また、途中で上記の様にコマンドプロンプト画面が表示されますが、画面の指示通り何かキーを押して処理を実行してください(2回行います)

***! アップデート中の注意 2**

ここまでの過程で、バージョンにより、USB dongleキーのドライバ、Sentinelドライバのアップデートを行う場合がございます。以下のウィンドウが表示されましたら下記手順に従って操作してください。

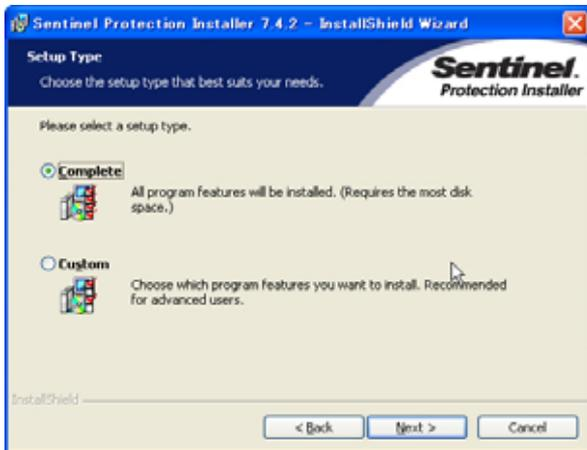




Update をクリックし、次の画面が表示されるまで Next ボタンを押ししてください。



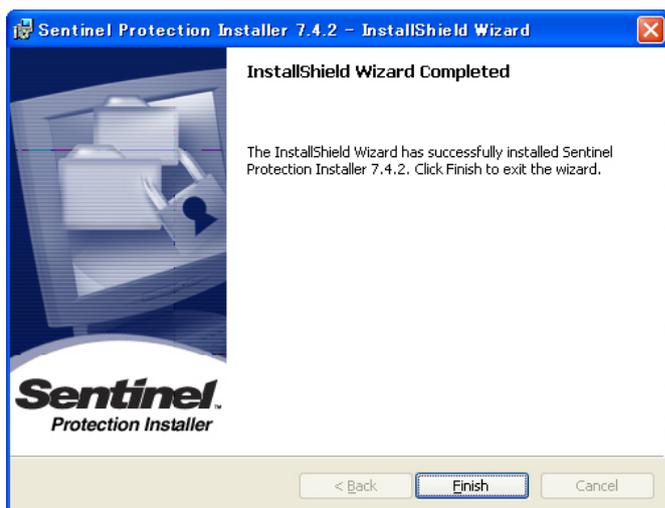
使用許諾書を確認のうえ、I accept the terms・・・にチェックを入れ、Next ボタンを押ししてください。



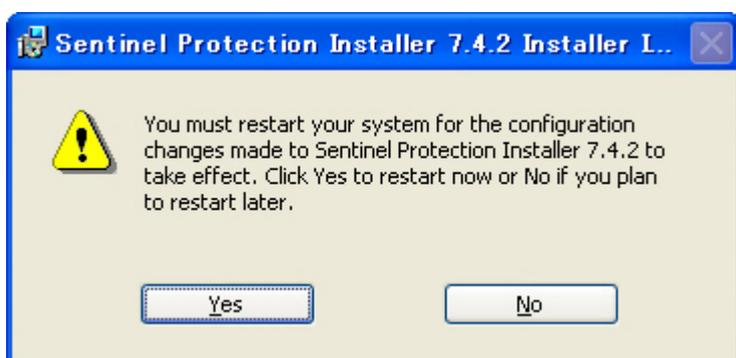
Complete にチェックを入れ、Next ボタンを押ししてください。



USB、パラレル dongle をご使用になられている方は No を押ししてください。



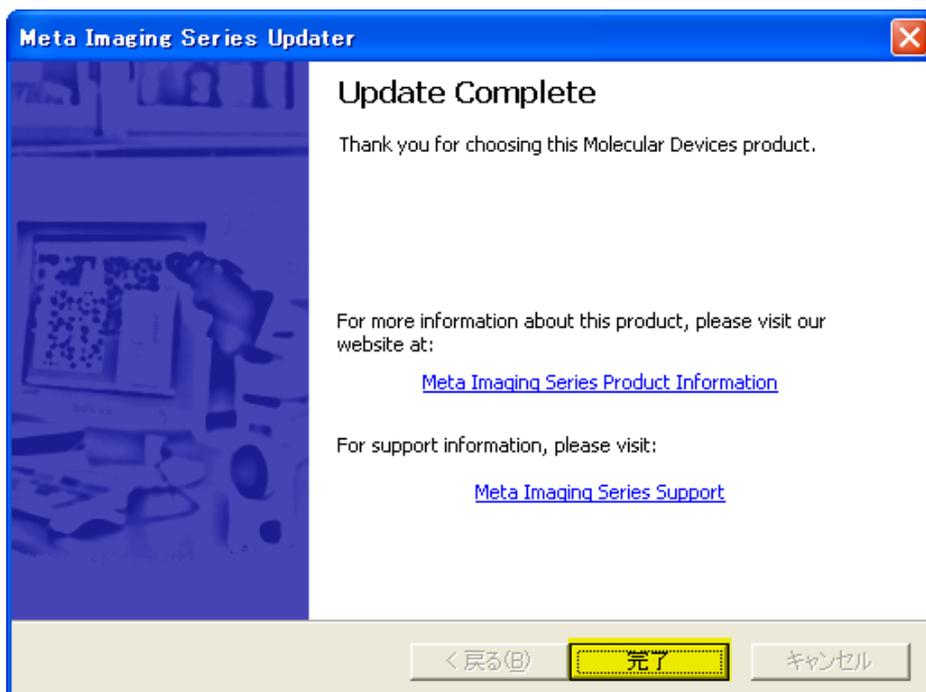
左の画面が表示されればインストールが完了です。



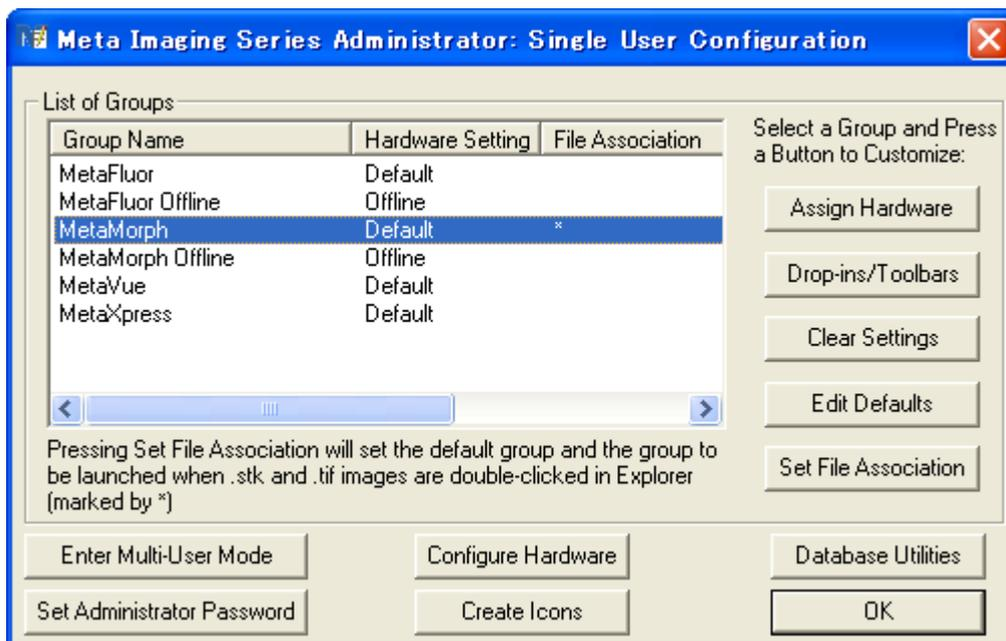
インストール後、再起動を要求しますので、PCを再起動してください

再起動後、再びUSBキーの再認識とドライバの再インストールが行われます。再インストールされるまで、dongleキーを認識しませんので、ご注意ください。
ソフトウェアの自動インストールが行われない場合は、一度キーをPCから抜いていただき、再度さしなおしてみてください。

14. 終了しますと下記が表示されます。完了をクリックして終了します。



15. **Update Complete** が表示されると同時に **Meta Imaging Series Administrator** が起動します。設定の確認や変更を行うことができます。OK をクリックしますと終了します。



アップデートを行っているコンピュータがインターネットに接続されていない場合
(Registration Code, Authorization Code の取得について)

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

からアクセスし **Registration Code** および **Authorization Code** を入手してください。

a) **MetaMorph 7.5**を選択し**System ID Number**を入力します。その後**Get Code**をクリックします。

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

MetaXpress

1.6

1.7

2.0

System ID number:

If you need further assistance, please contact your [sales representative](#).

b)下記のように Registration Code と Authorization Code が表示されますので、書き留めるか、コピー＆ペーストにてテキストファイル、もしくは直接アップデーターのコード入力ボックスに貼り付けてください。

| | | |
|---|---|--|
| <p>Software</p> <p>Microplate Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • SoftMax Pro • Softmax Pro Validation Package <p>High-Content Imaging</p> <ul style="list-style-type: none"> • MetaXpress • AcuityXpress <p>Research Imaging</p> <ul style="list-style-type: none"> • MetaMorph • MetaFluor • MetaVue <p>Microarray Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuity • GenePix Pro <p>Electrophysiology Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • pCLAMP | <p>Meta Imaging Series Codes</p> <p>For instructions, please scroll down. Please note the codes are case sensitive!</p> <p>STEP 1</p> <p>Your MetaMorph Version 7.5 Registration Code for system 101 is:</p> <p style="text-align: center;">aaaaaa-bbbbbb-cccccc-dddddddd-eeeeeee-1234</p> <p>Enter this code, exactly as shown, within the "Registration Code" field of the Meta Imaging Series Installer and Updater programs.</p> <p>STEP 2</p> <p>Your MetaMorph Version 7.5 Authorization Code is:</p> <p style="text-align: center;">THE-CODE-HERE</p> <p>Enter this code, exactly as shown, within the "Authorization Code" field of the Meta Imaging Series Installer and/or Updater program. This will allow the Updater to continue updating your system to the latest version.</p> <p>STEP 3</p> <p>Your Software Maintenance Plan will expire on:</p> <p style="text-align: center;">31 December 2008</p> | <p>MetaMorph</p> <ul style="list-style-type: none"> • New in Version 7! • Literature • Applications • Acquisition & Device Control • Processing • Analysis • Application Modules • Customization • Technical Specifications <p>Comparison Chart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta Imaging Series <p>Hardware Integration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported Devices <p>Sales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quote Request • Distributors <p>Support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support Options • Software Updates • Software Training |
|---|---|--|

また、STEP 3 ではこの ID のライセンス期間を表示しています。

以上