

## Meta Imaging Series Version 7.0 からのアップデート手順書

Meta Imaging Software Version7.0 から 7.1 以降へのアップグレードを行う手順を説明いたします。  
Version7.0からのアップグレードを行う場合は、通常のアップデートの前に、アップデータープログラムのバージョンアップを行う必要があります

1. 下記 URL から Meta Imaging Series の Web Site へ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ドングル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

3. 最新バージョンを選択します(ここでは **7.6.0 Update**)。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。

4. 下記の画面で、**MM7.6.0.zip** をクリックします。(バージョン 7.6.0 へのアップデートのため)

<b>Meta Imaging Series</b>	
<b>Version 7.6</b>	Use the links at the left to view:
<a href="#">7.5.6 Update</a>	→ Release notes for 7.0 updates.
<a href="#">7.5.5 Update</a>	→ Release notes for the 6.1 update. The 6.1 update is available to all 6.0 users who have valid Maintenance Plans. Because of its size, the 6.1 update must be delivered and installed from a CD-ROM, it cannot be downloaded. Updates to 6.1, such as 6.1r1, can be downloaded, provided that 6.1 has already been installed.
<a href="#">7.5.4 Update</a>	
<a href="#">7.5.3 Update</a>	
<a href="#">7.5.2 Update</a>	
<a href="#">7.5.1 Update</a>	
	→ Release notes for the 6.0 upgrade (from earlier versions) and 6.0 updates

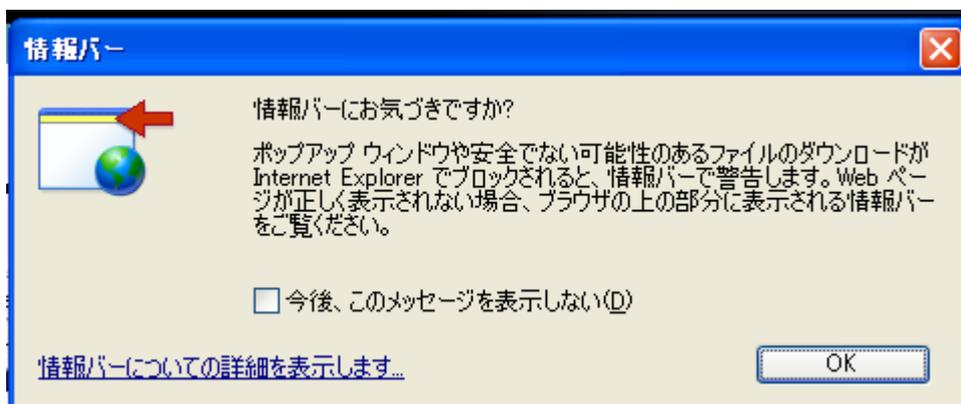
クリック後、下記の表示に切り替わります。OS が 32bit 版であれば MM760-32.zip を、64bitOS であれば MM760-64.zip をクリックしてください。

<p>The 32-bit version can be downloaded by clicking on the following link. The download is about 92MB:</p> <p>→ <a href="#">MM760-32.zip</a></p> <p>If you have any previous 32-bit version of Meta Imaging Series 7, then once you have downloaded the file, run the <b>Meta Imaging Series Updater</b>. Point the Updater to the file you downloaded.</p> <p>The 64-bit version can be downloaded by clicking on the following link. The download is about 85MB:</p> <p>→ <a href="#">MM760-64.zip</a></p>
--

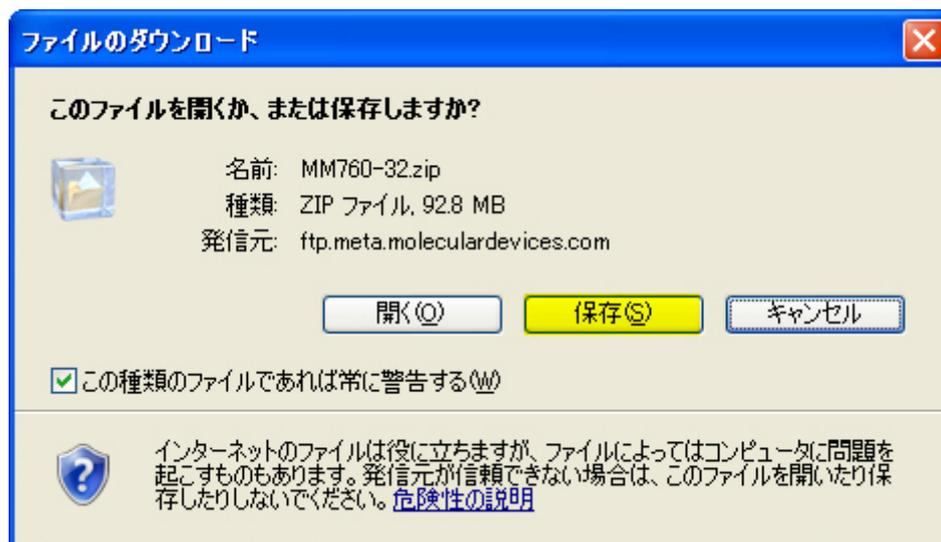
その後にアップデートファイルの使用許諾書が表示されますので、内容に許諾されましたら、**I ACCEPT THE TERMS IN THIS AGREEMENT** をクリックしてください。

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

5. 下記のようなメッセージが表示された場合 OK をクリックして、その後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 **MM760.zip** を任意のフォルダに保存します。



ダウンロードが終了しましたら**閉じる**をクリックします。

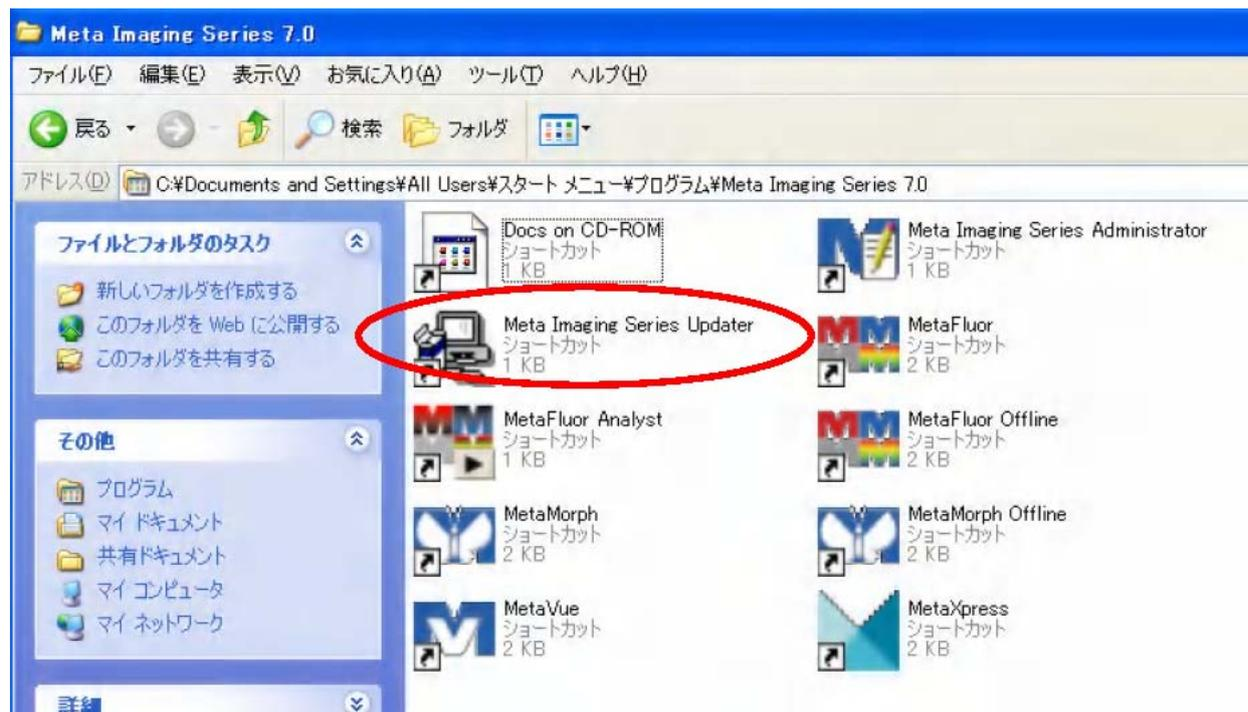
次項よりアップデート作業を行いますが、インターネット非接続環境、もしくはネットワークセキュリティレベルが高い場合、以降の作業でアップデートに必要なコードをサーバーから自動取得することができません。

そのような環境下の場合、本説明書巻末の

**“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”**

をご覧ください、手順に従ってRegistration CodeおよびAuthorization Codeをまず入手してください。

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

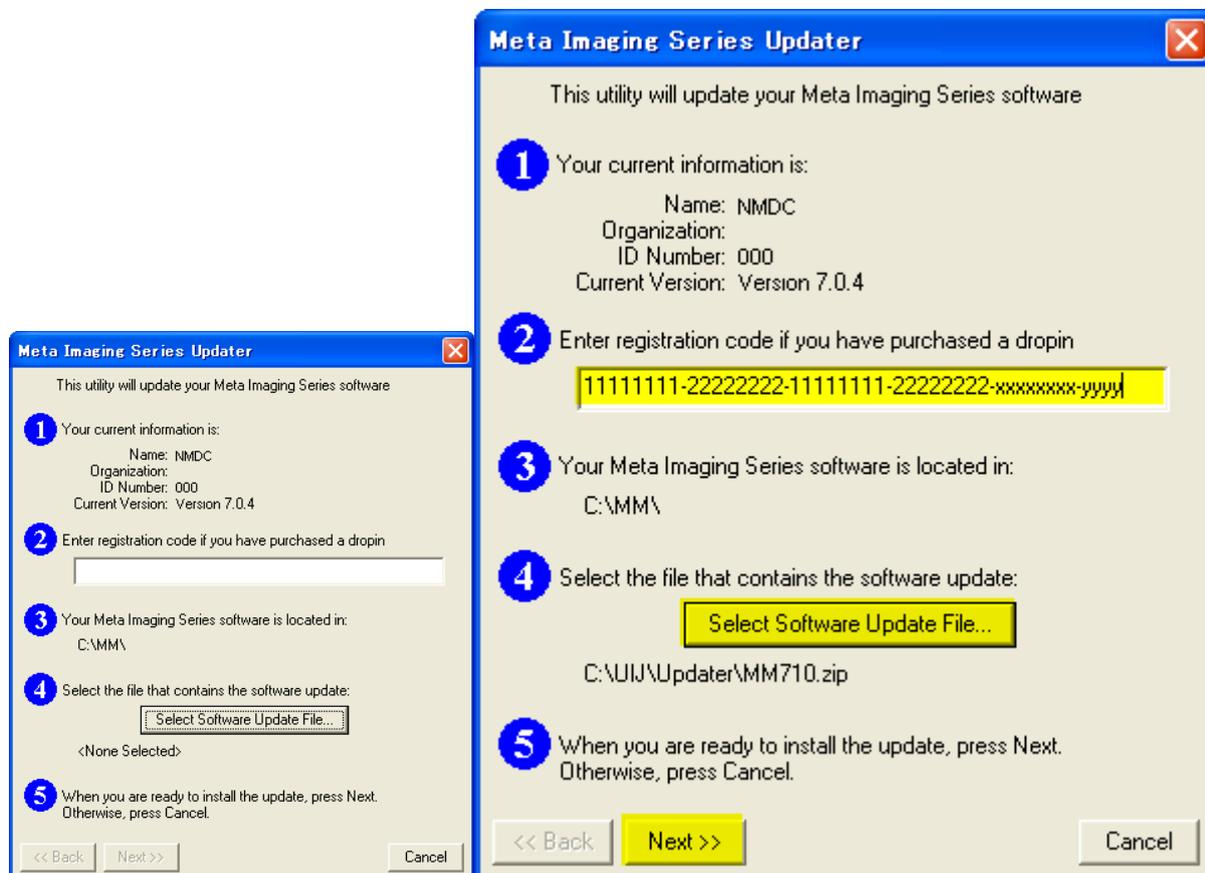


その後下記のダイアログが表示された場合、アップデートを行っているコンピュータがインターネット上に接続されている場合は、OK をクリックします。コンピュータがインターネット上に接続されていない場合はキャンセルをクリックします。



8. 下記ダイアログボックスの②に **Registration Code** を入力し、④の **Select Software Update File** をクリックして6項で保存したアップデート用ファイル(ここでは **MM760-32.zip**)を指定してください。その後 **Next>>**をクリックして次に進みます。

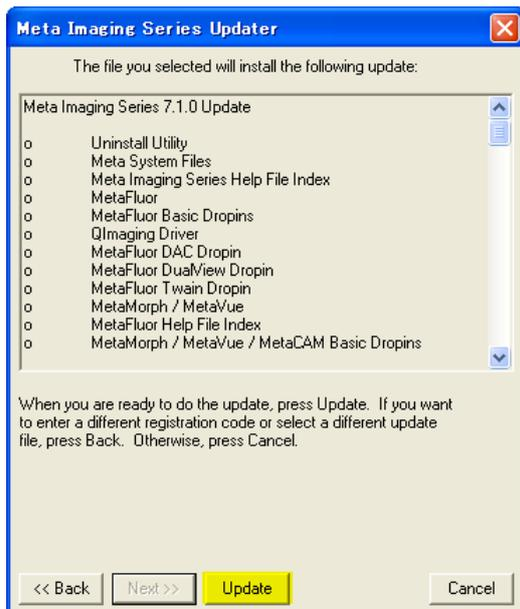
※アップデートを行っているコンピュータがインターネット上に接続されている場合は、④でアップデート用ファイルを選択しますと自動的に②にRegistration Code が入力されます。  
インターネット非接続環境の場合は直接入力(コピー&ペーストが便利です)で入力してください



Registration Code が異なっていた場合、下記が表示されます。OK をクリックして再度 Registration Code を入力してください。



9. 下記ダイアログボックスで **Update** をクリックして次に進みます。



Version7.0 用の Authorization Code

**“ ABCDEFGHI ”**

9 桁の大文字アルファベット

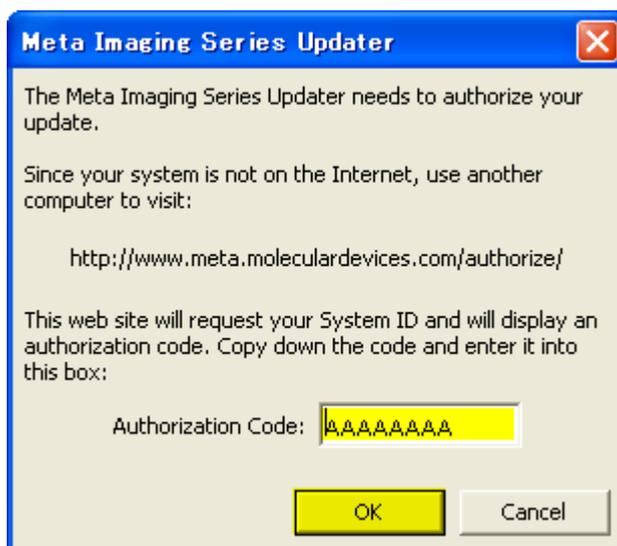
Version7.1 以降の Authorization Code

**“ ABC-DEFG-HIJK ”**

3・4・4 の合計 11 文字のアルファベットで構成

10. 下記ダイアログボックスで **バージョン 7.0 用の Authorization Code を入力します**。その後 **OK** をクリックします。

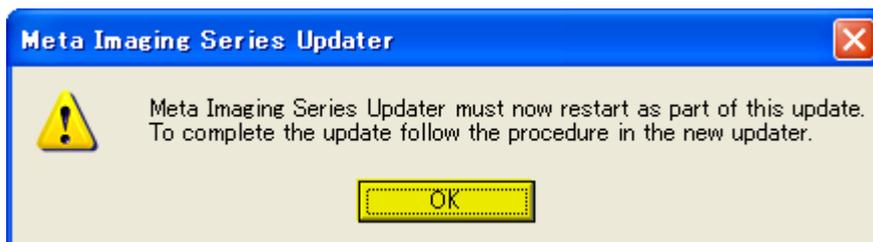
※アップデートを行っているコンピュータがインターネット上に接続されている場合は、この課程は省略されます。



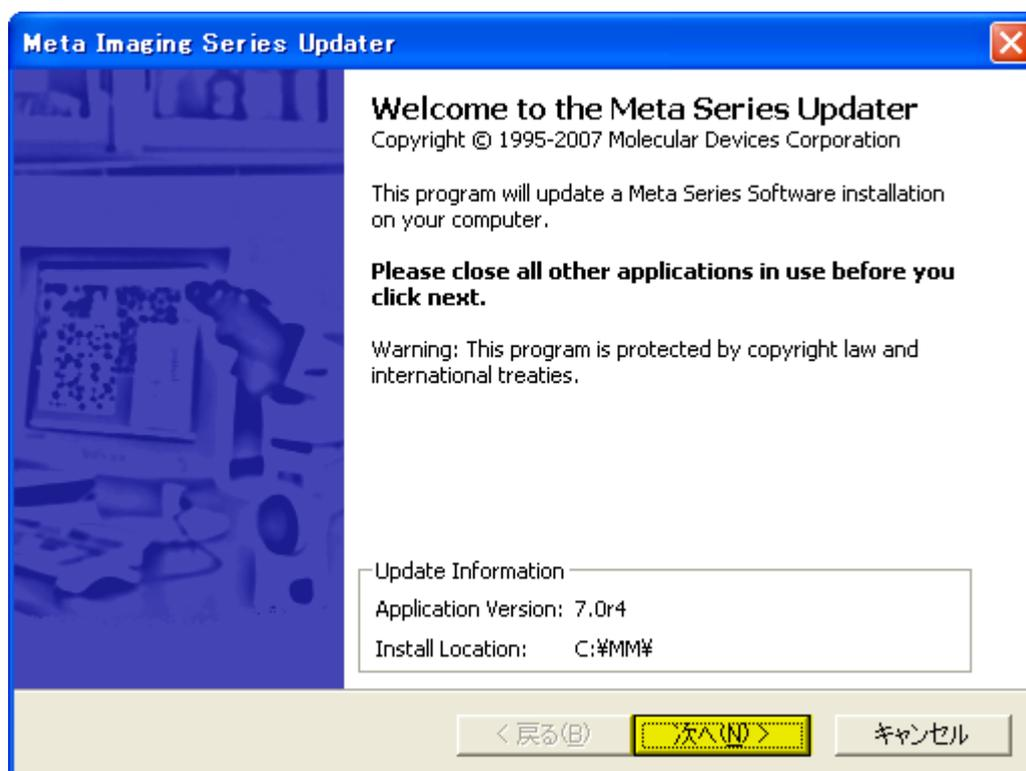
Authorization Code が異なっていた場合、下記が表示されます。OK をクリックして再度 Authorization Code を入力してください。



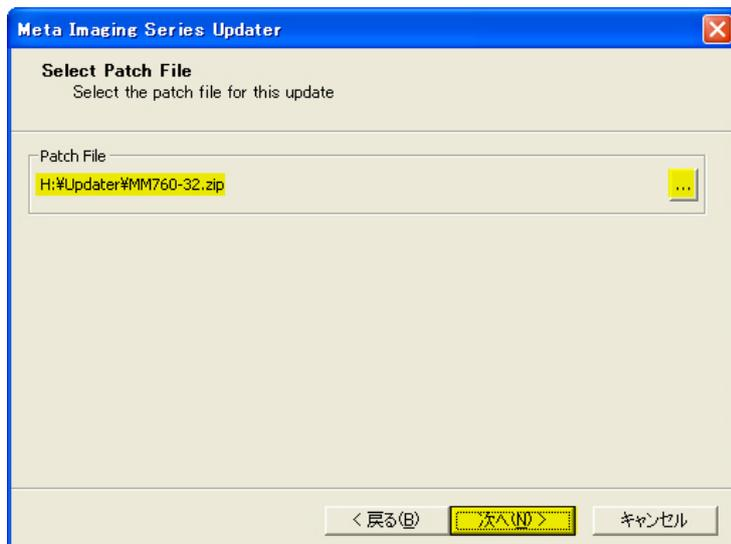
11. 下記が表示されましたら OK をクリックします。Updater のアップデートを行います。



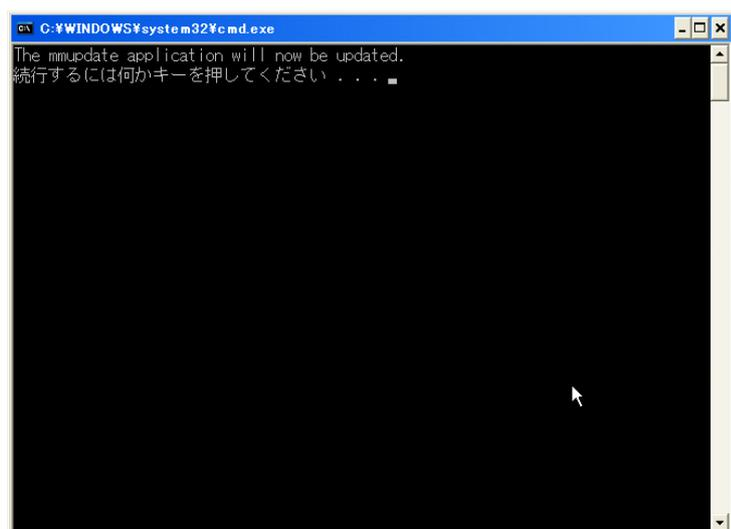
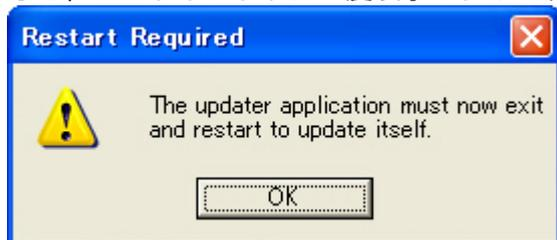
12. 下記が表示されましたら次へ(N)をクリックします。新しい Updater が起動します。



13. Patch File のところで先ほどダウンロードして頂いた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。



- 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 12 に再び戻りますが、再度手順 12 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)

14. 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

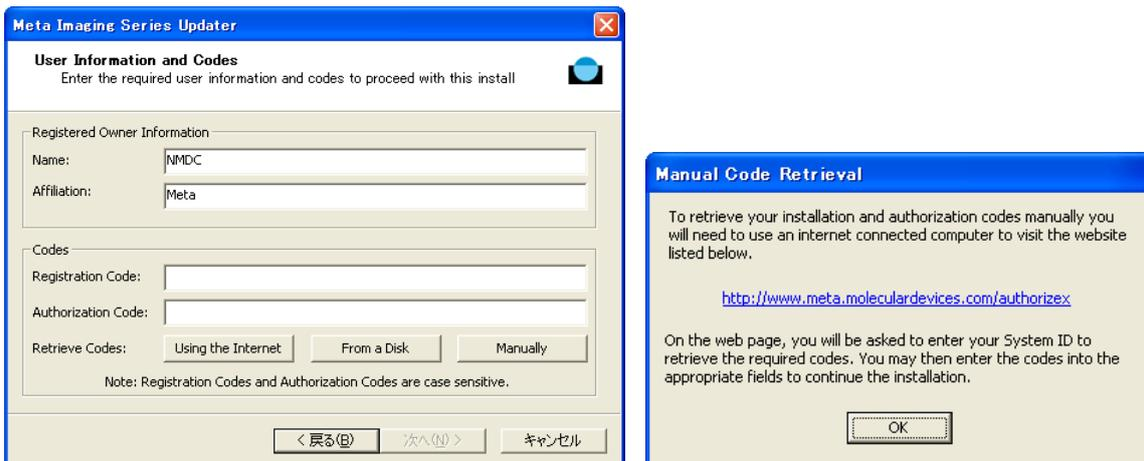
Use Local Key を選択してください。次へ(N)をクリックして次に進みます。



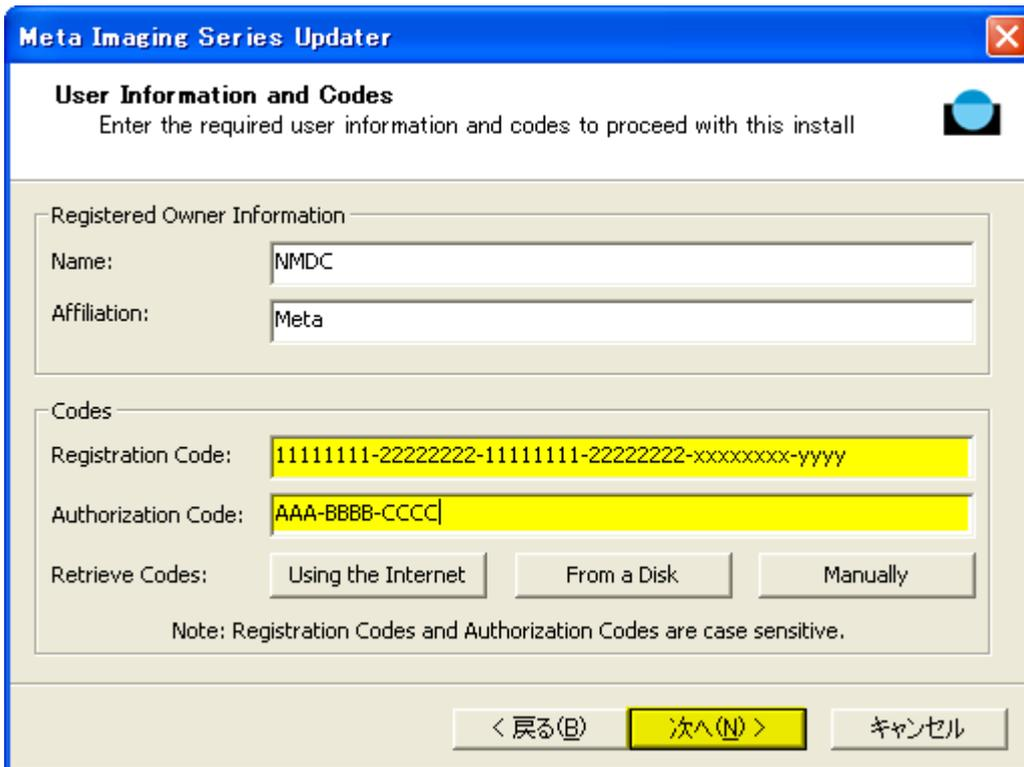
The screenshot shows a dialog box titled "Meta Imaging Series Updater" with a close button in the top right corner. The main heading is "Hardware Key Confirmation" with a sub-heading "Confirm that a valid hardware key is attached to the system". Below this, there are two sections: "System ID" and "Key Location". In the "System ID" section, a text box contains "102" and a button labeled "Read System ID from Key" is to its right. In the "Key Location" section, there are two radio buttons: "Use Local Key" (which is selected) and "Network Key Server". Below the "Network Key Server" option is a text box labeled "Server Address:" containing "localhost". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >" (highlighted in yellow), and "キャンセル".

※System IDが表示されない場合は、USB dongleキーのドライバのバージョンが古い可能性があります。ドライバを入れ替えてください。ドライバを新しくしても表示されない場合はキーの故障またはコンピュータの故障のいずれかの可能性が高いです。ドライバの入れ替えおよびキーの故障につきましては当社へご連絡下さい。

15. 下記が表示されましたら **Registration Code** および **Authorization Code** (バージョン 7.1 以降用) 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。



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キー入力します。**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。



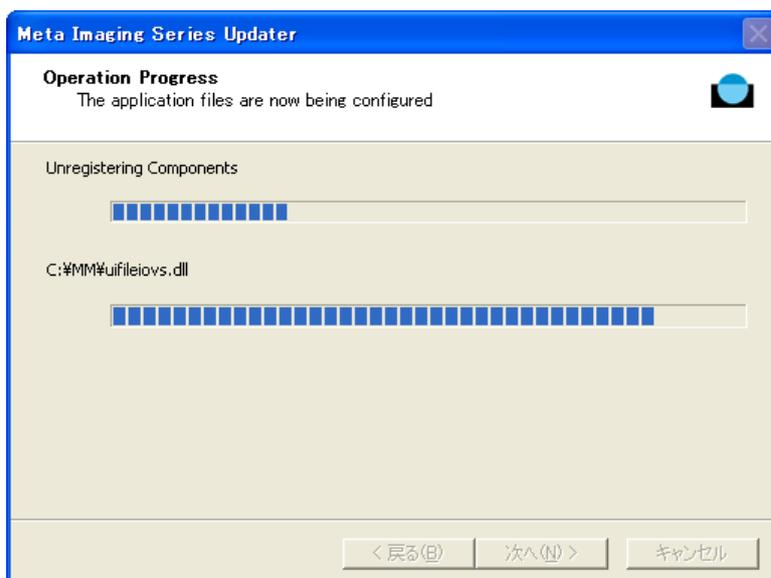
コードが異なっていた場合、下記が表示されます。OK をクリックして再度正しいコードを入力してください。



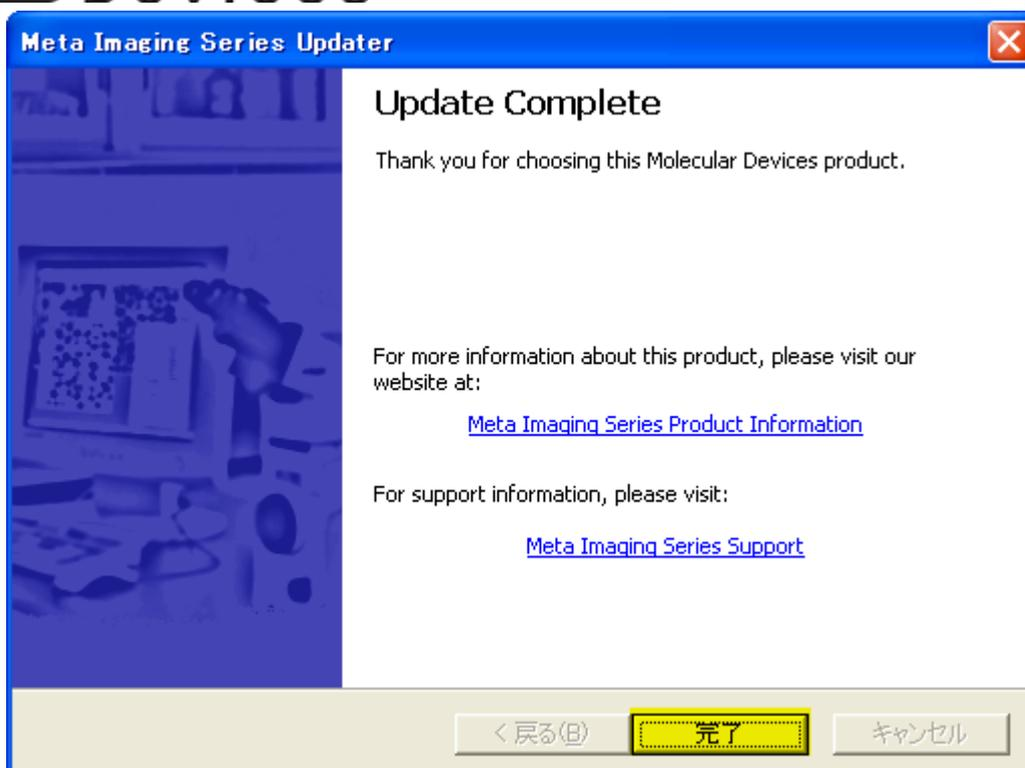
16. 下記が表示されましたら内容を確認して Update をクリックします。アップデートが開始します。



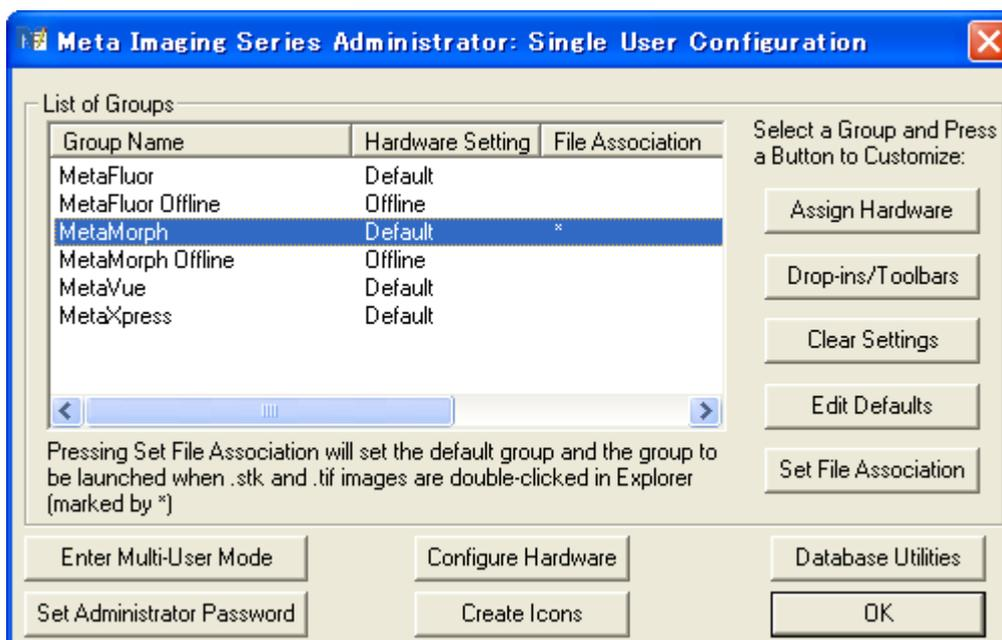
17. 下記のようにアップデートの課程が表示されます。



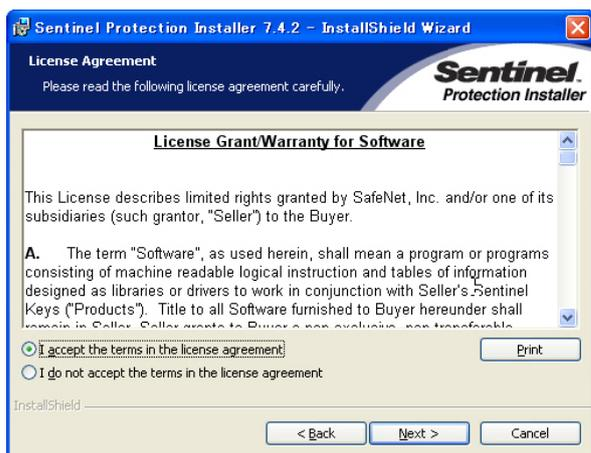
18. 終了しますと下記が表示されます。完了をクリックして終了します。



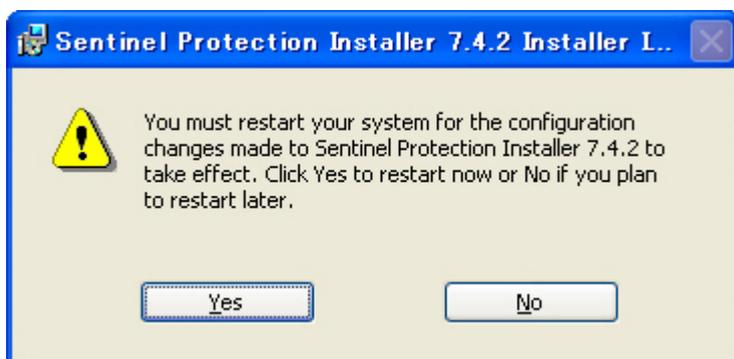
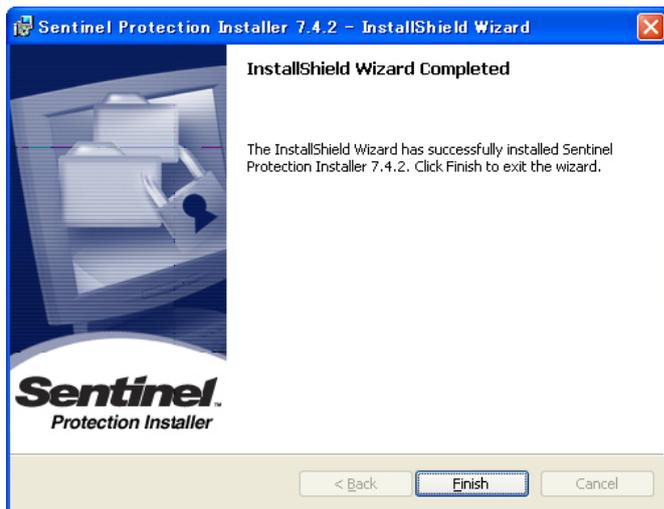
19. 18 項のように **Update Complete** が表示されると同時に **Meta Imaging Series Administrator** が起動します。設定の確認や変更を行うことができます。OK をクリックしますと終了します。



ここまでの過程で、バージョンにより、USBドングルキーのドライバ、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。



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



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。

※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、  
<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。

\*アップデートに必要なコードは Registration Code 及び、Version7.0 と、Version7.1 以降の  
Authorization code の 3 つとなります

a)MetaMorph 7.0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。

Version: **MetaMorph**

6.0/6.1/6.2

6.3

7.0

7.1

7.5

7.6

**MetaXpress**

1.6

1.7

2.0

3.0

**MetaXpress PowerCore**

1.0

System ID number:

b)下記のように Registration Code と Authorization Code が表示されます。

**Registration Code** 及び、**Authorization code** を記録してください。ワードパッド、メモ帖を利用すると便利です

**STEP 1**

Your Meta Imaging Series Codes Version 7.0 Registration Code for system 101 is:

**z4eqy46g-4wv4ce95-704sp4d8-metaver7-s44fbvm6-5dy5**

Enter this code, exactly as shown, within the "Registration Code" field of the Meta Imaging Series Installer and Updater programs.

**STEP 2**

Your Meta Imaging Series Codes Version 7.0 Authorization Code is:

**GGBCPGND**

記録が完了しましたら、ブラウザボタンの「戻る」で戻っていただき、先ほど a) の操作で行った同様の作業を、次はアップグレードを行うバージョンでログインしてください

Version: **MetaMorph**

6.0/6.1/6.2

6.3

7.0

7.1

7.5

7.6

**MetaXpress**

1.6

1.7

2.0

3.0

**MetaXpress PowerCore**

1.0

System ID number:

Version7.0と同様に Registration Code 及び、Authorization code が表示されます。  
Registration code は Version7.0、7.1 以降も共通ですので、ここでは Version7.1 以降での  
Authorization code を書き留めてください。

以上の作業で計 3 つのコードを取得したことになります

Registration code

**z4eqy46g-4wv4ce95-704sp4d8-metaver7-s44fbvm6-5dy5**

Authorization code

7.0: **GGBCPGNGD**

7.6: **SZS-SHKS-BGHS**

これらのコードを記録しましたら、アップデート作業を行ってください

以上