

Meta Imaging Series 7.7 インストールについて

(32bit OS、64bit OS 共通)

インストールについて

MetaImagingSeries7.5 をインストールする前に、お手元の商品に以下の内容物が含まれているか、ご確認ください。

準備するもの)

- インストール CD : MetaImagingSeries7.5 と表示のある CD
- System ID キー (USBタイプ) : ドングルキー (手順 1 4 から使用)
- USB メモリー : Registration Code 及び Authorization Code が保存されています。インストールを始める前に PC へ接続して使用できることを確認してください。



注意)

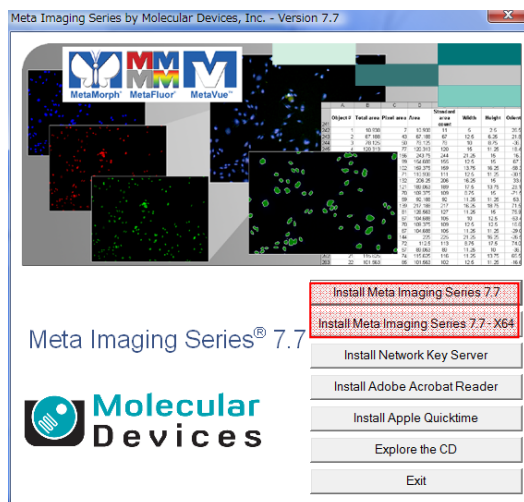
インストールは Administrator 権限を持つ半角英数の名前を持つアカウントにて行ってください。

アカウント名に日本語、全角英数文字が含まれていると、インストールが行えません。

また、System ID キーは、手順 1 4 まで、PC へは、絶対挿さないでください。

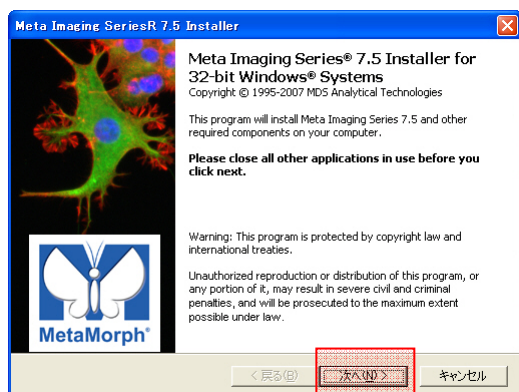
<インストール手順>

1. Install CD を PC へ入れてください。
2. OS が 32bit の場合は[Install Meta Imaging Series 7.5]ボタンを、64bit の場合[Install Meta Imaging Series 7.5-X64]ボタンをクリックして次の画面へ進みます。

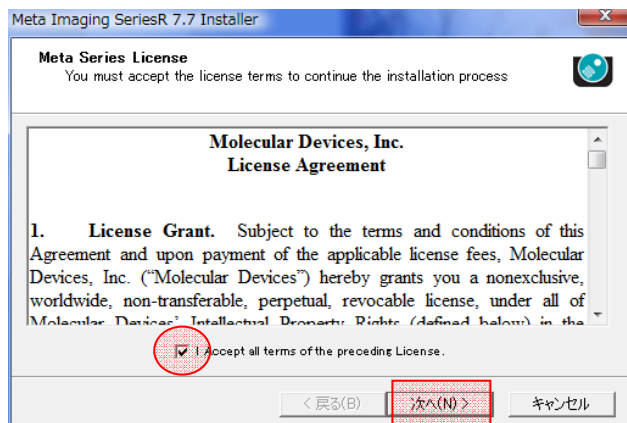


これ以降の手順については 32bit・64bit OS 共に共通となります。

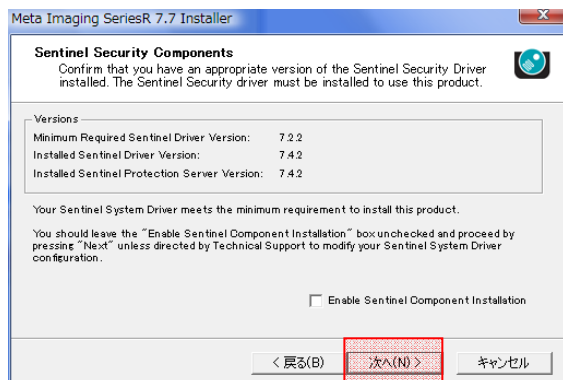
3. 下記の画面が表示されますので、すべてのアプリケーションを閉じてください。[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。



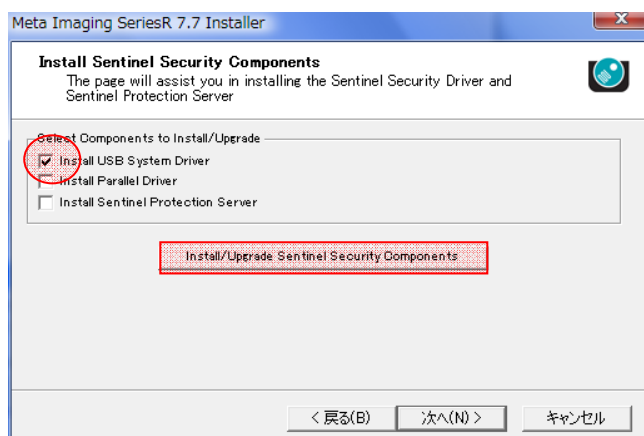
4. ライセンス承諾画面が表示されますので、[I accept all terms of the preceding License.]にチェックを入れて[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。



5. Sentinel Security Components 画面が表示され現在 PC にインストールされている Sentinel ドライバーの有無やバージョンが確認できます。[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。もし、Installed Sentinel Driver Version が、Minimum Required Sentinel Driver Version より上位になっている場合は、手順 11 へ進んで下さい。



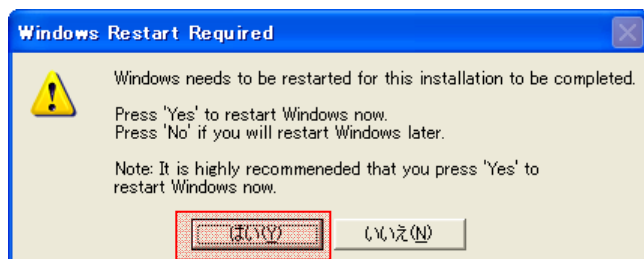
6. Sentinel キードライバーの種類を選択する画面が表示されますので、[Install USB System Driver]にチェックを入れて、中央の[Install/Upgrade Sentinel Security Components]ボタンをクリックしてください。



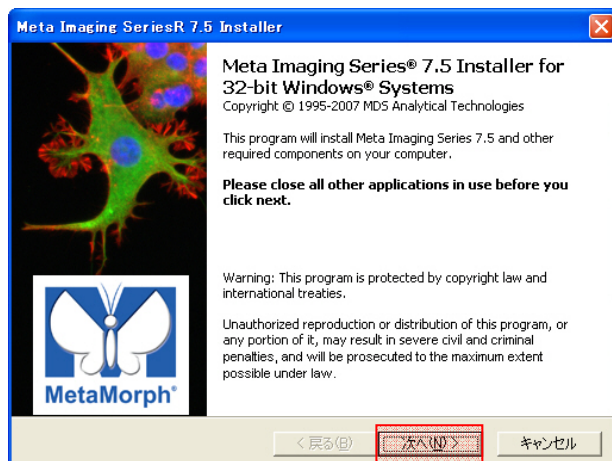
7. しばらくすると下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。



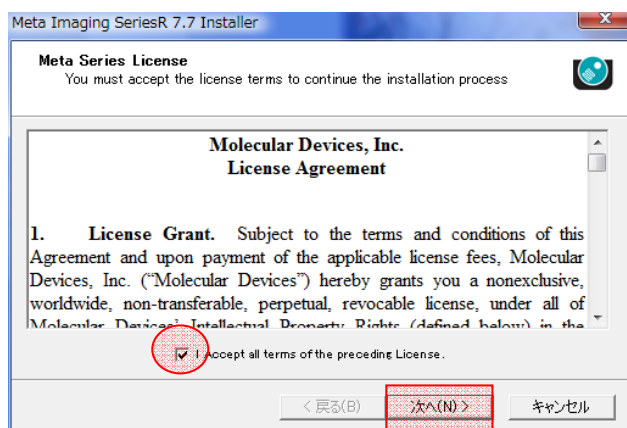
8. 下の画面が表示されるまで待ち、[はい]ボタンをクリックして Windows を再起動します。



9. PC が再起動し、下記画面が自動で表示されましたら、[次へ]ボタンをクリックして、次の画面へ進みます。



10. ライセンス承諾画面が表示されますので、[I accept all terms of the preceding License.]にチェックを入れて[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。



11. Sentinel Security Components 画面が表示され現在 PC にインストールされている Sentinel ドライバーの有無やバージョンが確認できます。5 - 8 の作業で Sentinel Driver がインストールされているので、それを確認後[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。



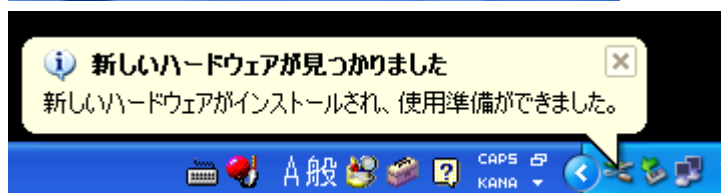
12. 下記の画面が表示されますので[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。
なお、Meta Imaging Series Software のインストール先はデフォルトでは C:\¥MM¥ となっていますが、変更されたい場合は下記赤枠のボタンを押すことで任意のディレクトリに変更することが可能ですが、なるべくデフォルト設定でインストールを行ってください。



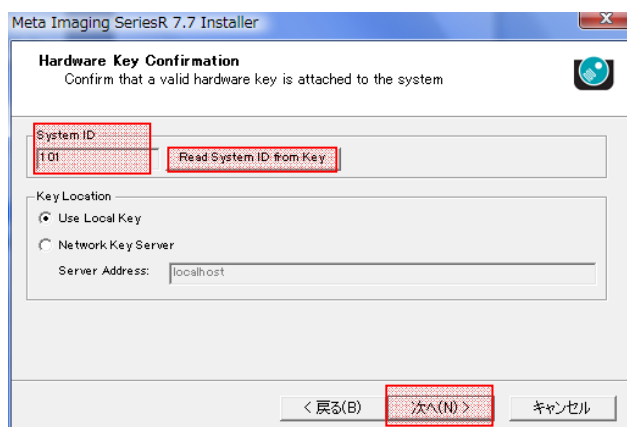
13. 下記の画面が表示されますので[次へ]をクリックして次の画面へ進みます。



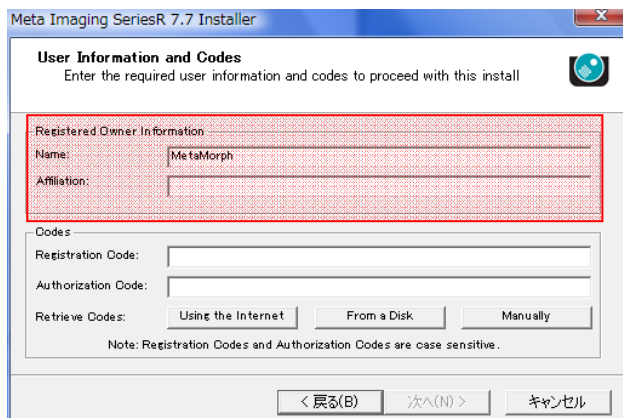
14. 下記の画面が表示されます。ここではじめて **System ID キーを USB スロットに差込んでください**。しばらくした後、ID キーの自動認識及びドライバインストールが完了します。



15. キーが認識されましたら、画面の[Read System ID from key]ボタンを押して System ID 番号を読み込みます。キー番号が正しく表示されていることを確認して[次へ]ボタンをクリックして次の画面へ進みます。



16. ユーザー情報及び Registration Code, Authorization code を入力する画面が表示されますので、ユーザー情報を入力します。



17. Registration Code 及び Authorization Code を入力します。入力方法は、下記の2通りが選択できます。

- a) PC がインターネットに接続されていない場合（通常）

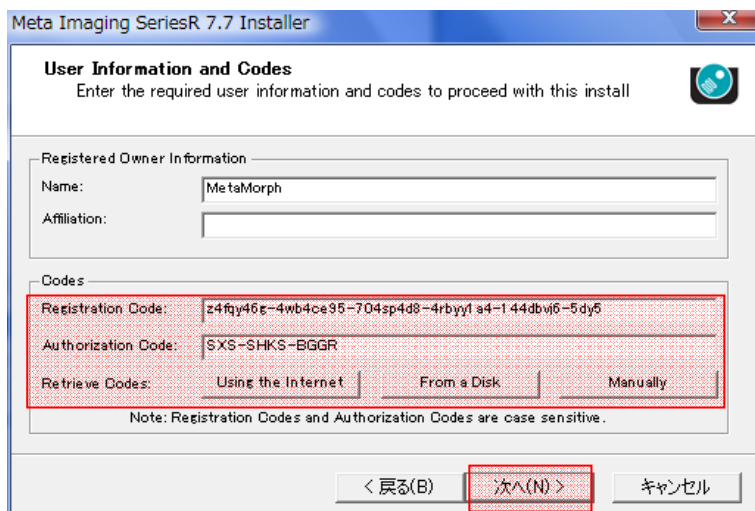
USB メモリーを PC に挿入されていることを確認します。

[From a Disk] ボタンをクリックして USB メモリーから情報を取得します。

- b) PC がインターネットに接続している場合

[Using the Internet] ボタンをクリックしてインターネットから情報を取得します。

= > Registration Code, Authorization Code が入力されます。

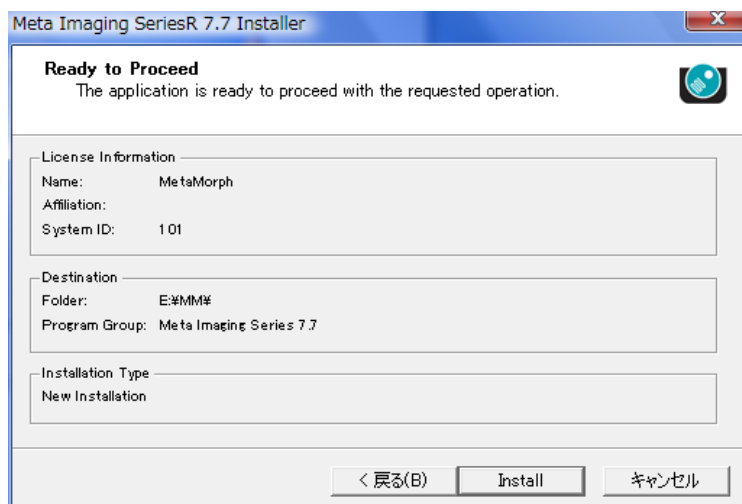


[次へ] をクリックして次の画面へ進みます。

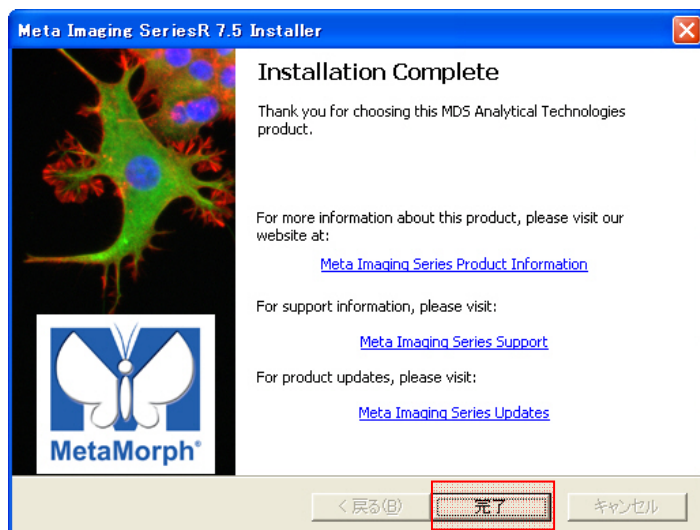
*** 注意**

インターネット接続環境下においても Code の自動取得ができない場合がございます。
これはイントラネットのセキュリティレベルが高い接続環境下で起こりやすくなります。
この場合は USB メモリーからコードを取得してください

18. 下の画面が表示されますので[Install]ボタンをクリックしてインストールを始めます。



19. 下の画面が表示されるとインストールは終了です。[完了]ボタンをクリックして、画面を閉じて下さい。



20. インストール終了と同時に下記の画面も表示されますが、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

