
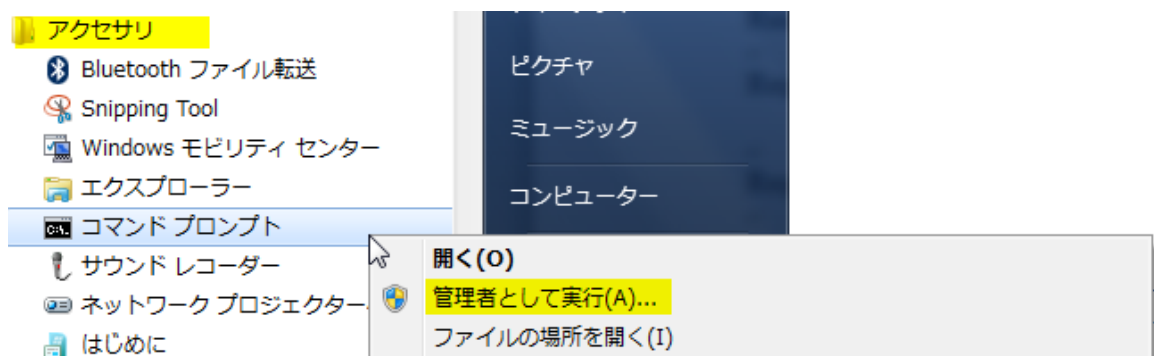


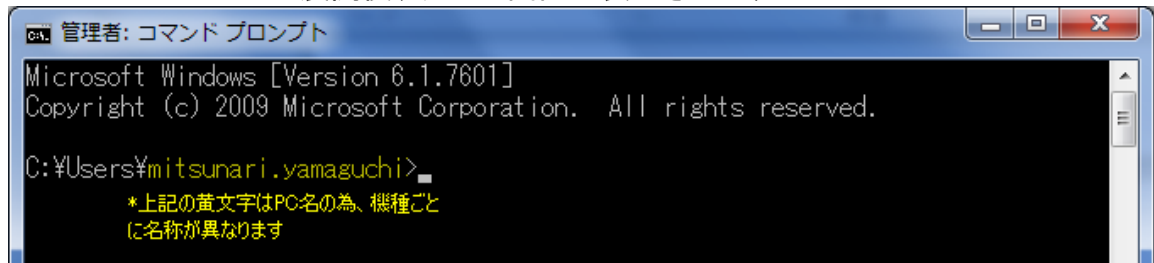
OLYMPUS 社製 IX81-ZDC2 を Windows7 64bit OS と MetaMorph ソフトウェアで使用する場合の dll ファイル登録の操作手順

1. OLYMPUS IX-BSW 1.7 をインストールします
2. MetaMorph をインストール後、最新バージョンに Update を行います

3. Windows デスクトップの左下隅にある  アイコンをクリックし、
▶ すべてのプログラム から **アクセサリ** を選択し、**コマンド プロンプト** 上で右クリックで表示される **管理者として実行(A)...** を選択し、コマンドプロンプトを実行してください

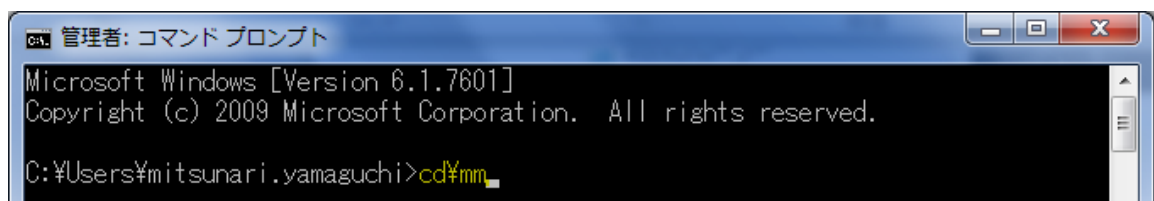


4. コマンドプロンプトには展開後、以下の画面が表示されます

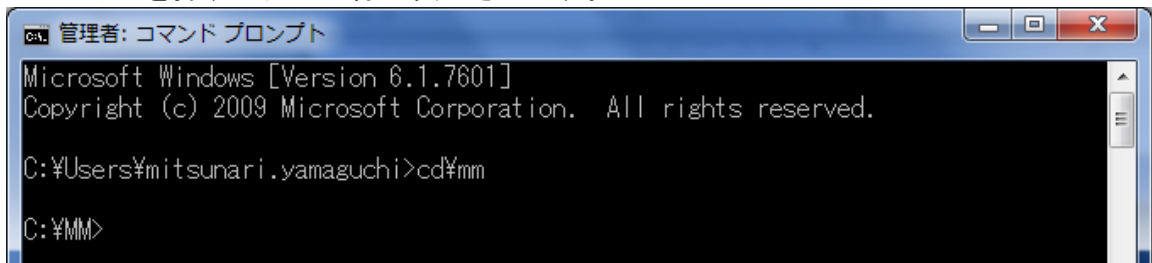


続いて、以下の文字をタイプし、Enter キーを押してください

cd¥mm



5. Enter キーを押すと以下の様に表示されます。



```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mitsunari.yamaguchi>cd\mm

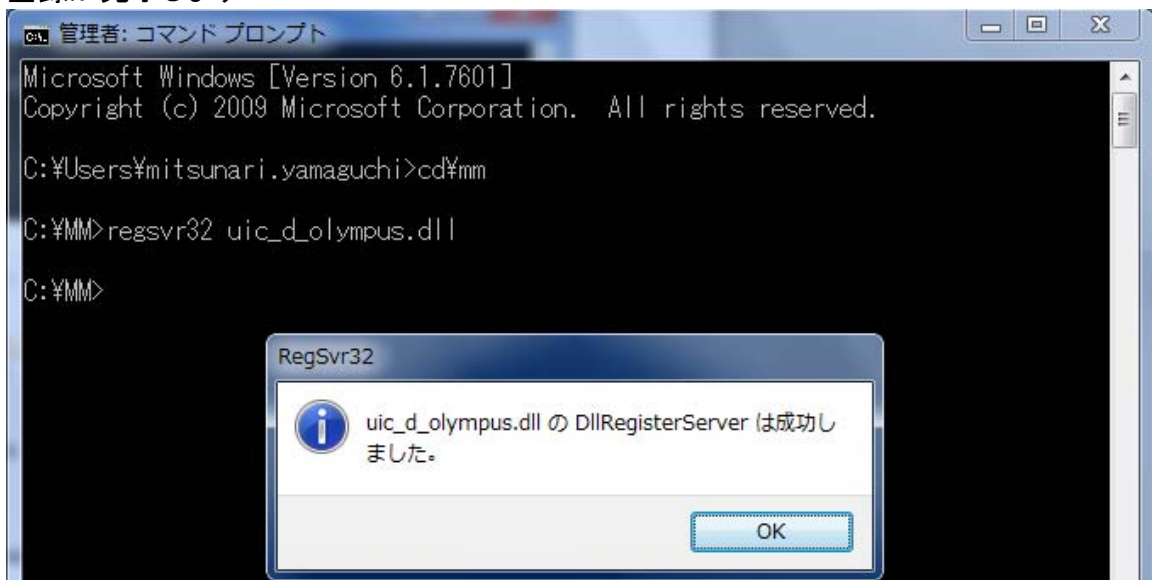
C:\MMM>
```

続いて以下の文字を間違えないよう、タイプし、Enter キーを押してください

regsvr32 uic_d_olympus.dll

* **“regsvr32”と“uic”の文字間はスペース 1 個が入ります**

6. 正しいコマンドを入力して Enter キーを押すと以下の様に dll ファイルのレジストリ登録が完了します



```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mitsunari.yamaguchi>cd\mm

C:\MMM>regsvr32 uic_d_olympus.dll

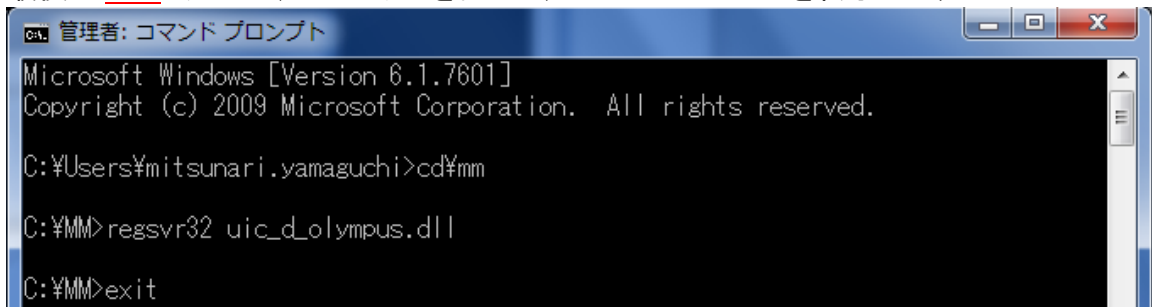
C:\MMM>
```

RegSvr32

uic_d_olympus.dll の DllRegisterServer は成功しました。

OK

7. 最後に **exit** と入力し、Enter キーをおして、コマンドプロンプトを終了します



```
管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mitsunari.yamaguchi>cd\mm

C:\MMM>regsvr32 uic_d_olympus.dll

C:\MMM>exit
```

以上で設定は終了です