

# ユーザーリテン

## Applied Biosystems 3730/3730xl DNA Analyzer

---

**SUBJECT: Applied Biosystems Data Collection Software v2.0から  
v3.0へのアップグレード (Windows® 2000 OS)**

### アップグレード前 の重要情報

アップグレードを始める前に:

- 全てのアプリケーションを終了します。
- アップグレードを始めますと30分～45分かかります。
- 全てのステップを順番通りに行ってください (Cancelボタンをクリックしたり、ウィンドウやダイアログボックスを閉じたりしないで下さい)
- 次のアップグレードオプションがあります。Data Collectionソフトのアップグレード終了後、すぐに必要なアップグレードを行ってください。
  - Applied Biosystems Sequencing Analysis Software v5.2
  - Applied Biosystems SeqScape® Software v2.5
  - GeneMapper® Software v3.7

**注: システム互換性を確保するには、解析ソフトウェアを最新のソフトウェアバージョンにアップグレードする必要があります。**

Data Collectionソフト以外のソフトウェアの入手方法は別紙をご参照ください。

**重要: アップグレードに要する時間短縮と確実にアップグレード作業を終了させる為に、Cleanup Processed Plates をあらかじめ行う事をお勧めします。Data Collection のアップグレードによりデータベース中の Plate Record 等のデータが消えることはありませんが、各種設定を記録しておく事をお勧めします。またアップグレード終了後、各種設定を v3.0 用に再設定する必要があります。**

### サンプルファイル の保存場所

この項目は情報のみです; サンプルファイルの保存場所は、今まで通りで変更する必要はありません。

- 初期状態で、サンプルファイルは以下の場所に保存されます。  
E:¥AppliedBiosystems¥UDC¥DataCollection¥data¥ga3730¥instrumentname.
- Data Collection v2.0にて、初期状態で保存されたサンプルファイルは次の場所に移されます。  
E: ¥UDCv2.0¥DataCollection¥Data¥ga3730¥instrumentname.
- ユーザーが作成したサンプルファイル保存フォルダーは、変更されません。

**Note:** アップグレードする前のData Collection以下の全てのファイルは次の場所にバックアップされます。

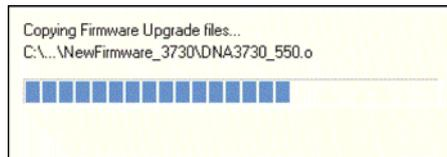
E: ¥UDCv2.0¥DataCollection

- サンプルファイルの保存場所に関する詳細は、Users GuideのResults Groupに関する記述を参照して下さい。

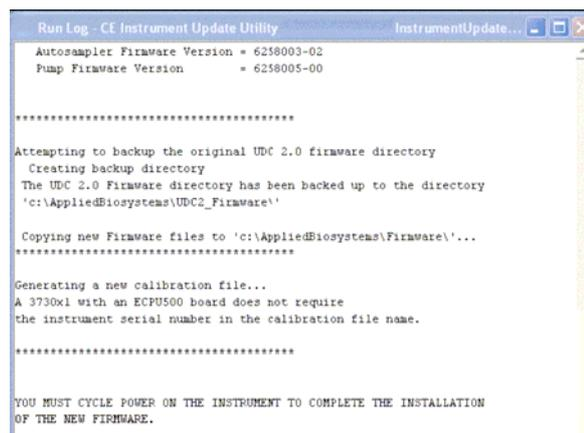
## Data Collection Software v2.0からv3.0へのアップグレード ( Windows<sup>®</sup> 2000 OS )

1. Applied Biosystems Data Collection Software Upgrade CDを挿入します。 Wizardが起動して、全てのアプリケーションを終了するよう要求してきます。
2. 全てのアプリケーションを終了してOKをクリックします。

Firmware Upgrade Filesのコピーが始まります。



コンソールウィンドウにはコピーの状況が表示されます。



Firmwareファイルのコピーが終了すると、装置のリスタートを要求するダイアログボックスが表示されます。

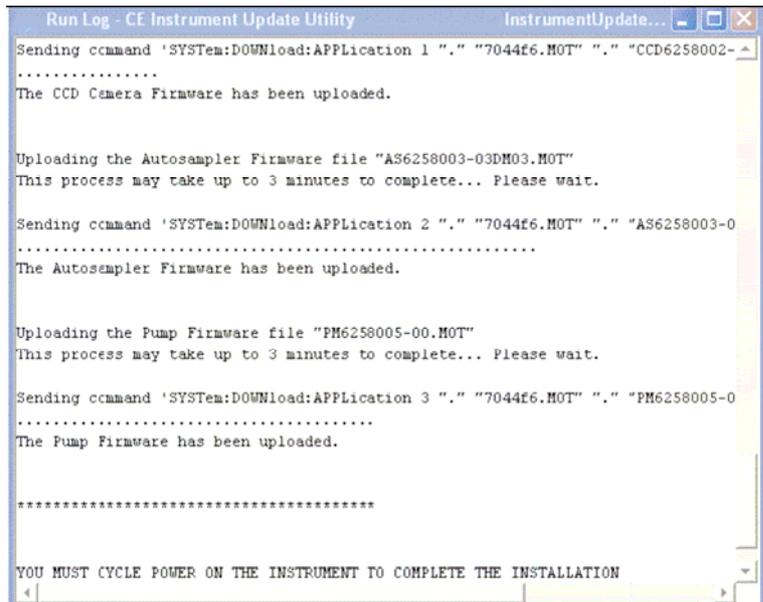
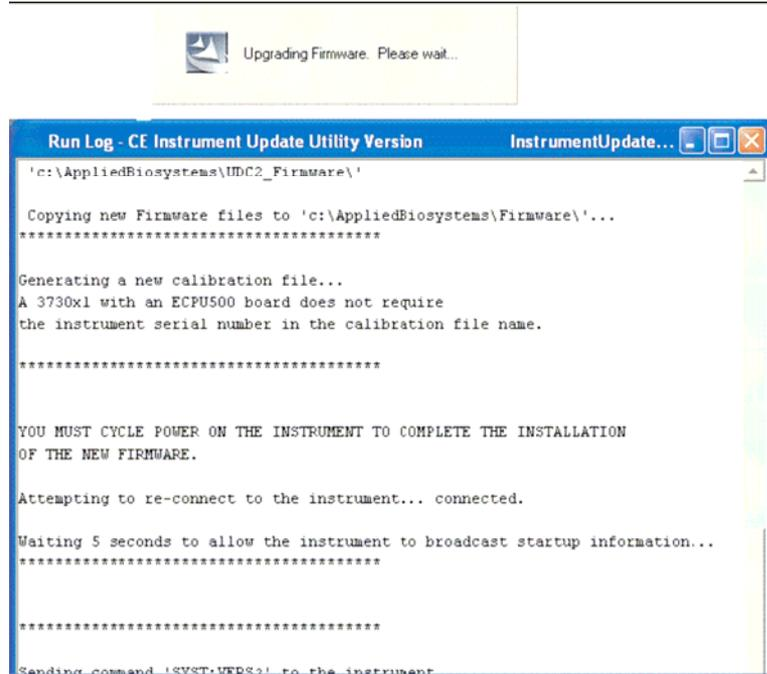
**重要！ ステップ3、ステップ4が終わるまで、Instrument Has Restarted をクリックしないでください。**



3. 3730/3730xlアナライザの電源を入れ直してください。
4. 3730アナライザのステータスライトがグリーンになるまで待ちます。
5. ダイアログボックスの**Instrument Has Restarted**をクリックします。

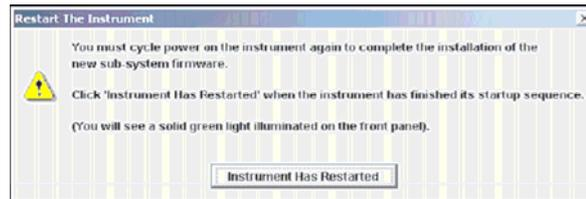
Firmwareのアップグレードが始まります（約10分）。

**重要！** 3730アナライザやコンピュータは操作しないでお待ちください。

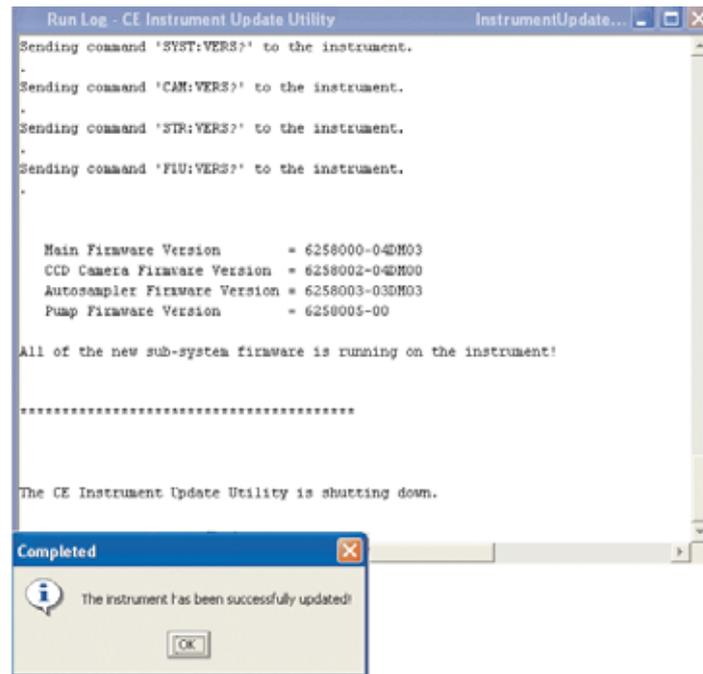


Firmwareのアップグレードが終了すると、2回目の装置のリスタートを要求するダイアログボックスが表示されます。

**重要！** ステップ6、ステップ7が終わるまで、Instrument Has Restartedをクリックしないでください。



6. 再び3730/3730xlアナライザの電源を入れ直して下さい。
7. 3730アナライザのステータスライトがグリーンになるまで待ちます。
8. ダイアログボックスの**Instrument Has Restarted**をクリックすると、アップデートの成功が表示されます。

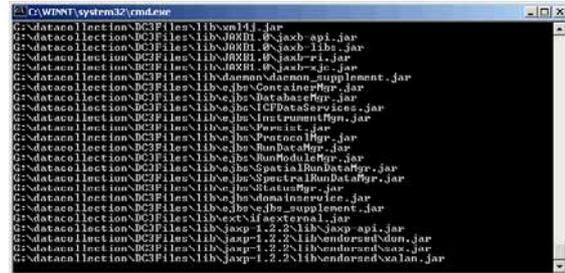


9. **OK**をクリックすると、Firmwareアップグレードの終了が表示されます。**OK**をクリックします。

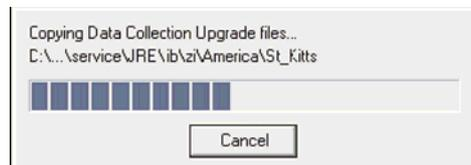


続いてData Collectionソフトのアップグレードが始まります（約10分）。

右のウィンドウや下のウィンドウが現れます。



**重要！ Cancelボタンをクリックしないでください。**



全てのファイルのコピーが終了すると、ファイルの移動が完了した表示が現れます。



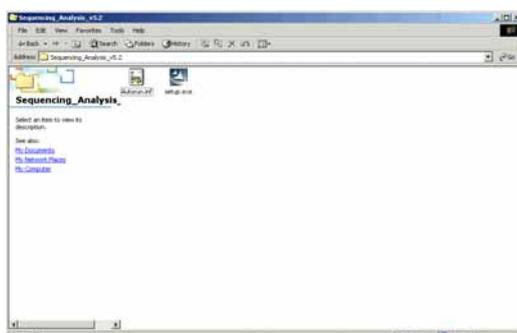
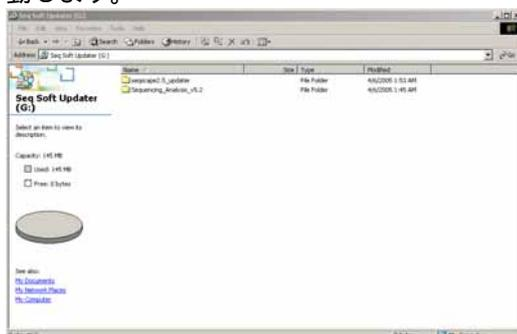
10. **OK**をクリックすると、Data Collectionアップグレードの終了が表示されます。



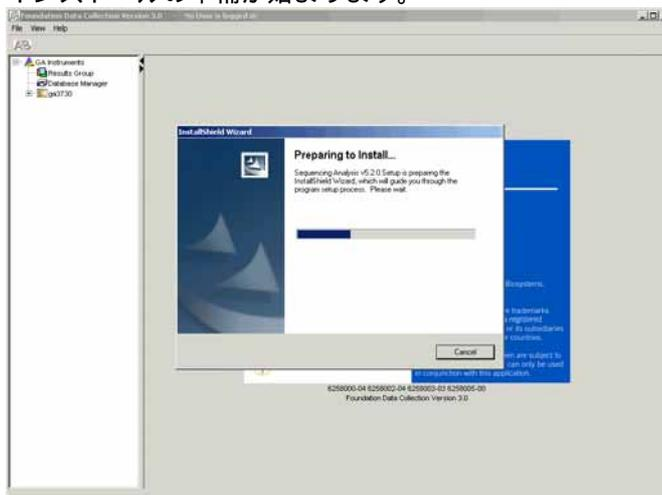
11. **OK**をクリックして下さい。
12. Data Collection Software upgrade CDを取り出します。
13. コンピューターと3730xlアナライザをリスタートして、正常に機能するか確認します。
14. 続けて アナリシスソフトウェアのインストールを行います。

## Sequencing Analysis Software v5.1Xからv5.2へのアップデート

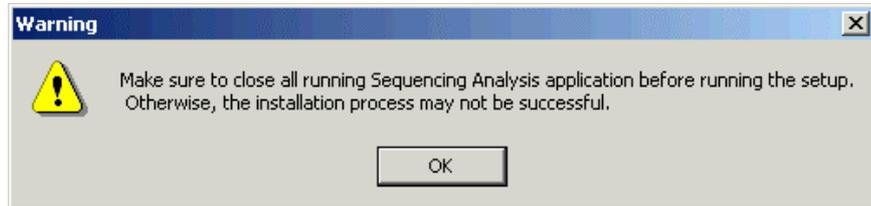
1. お手持ちのSequencing Analysis Software v5.1XのRegistration codeを準備します。
2. Data Collection Software v3.0を起動させて下さい。 またそれ以外のアプリケーションは終了させて下さい。（デスクトップのショートカットはv2.0のままです）
3. Sequencing ソフトアップデータのCDを挿入するか、ダウンロードしたファイルをWinZip等で解凍して下さい。
4. Sequencing\_Analysis\_v5.2フォルダーを開き、Setup.exeをダブルクリックして起動します。



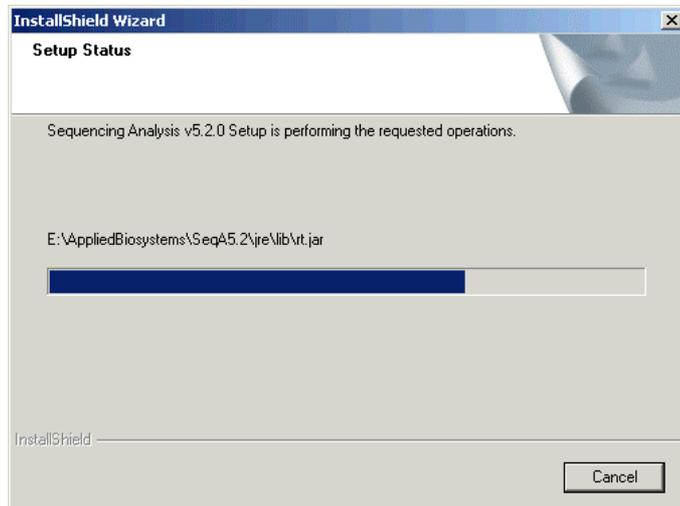
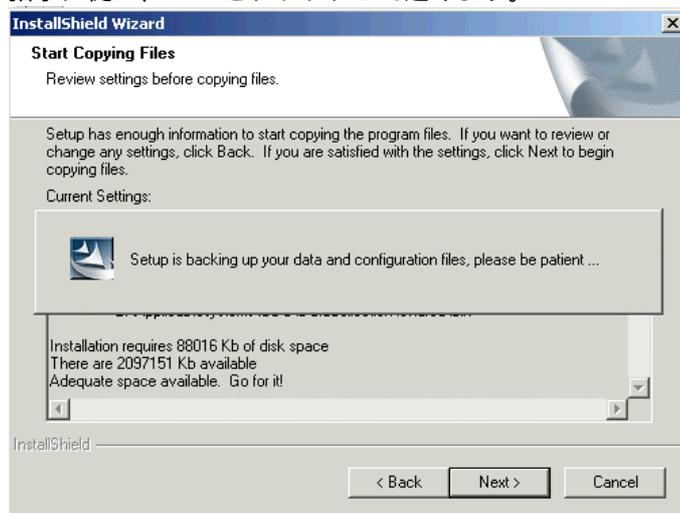
5. インストールの準備が始まります。



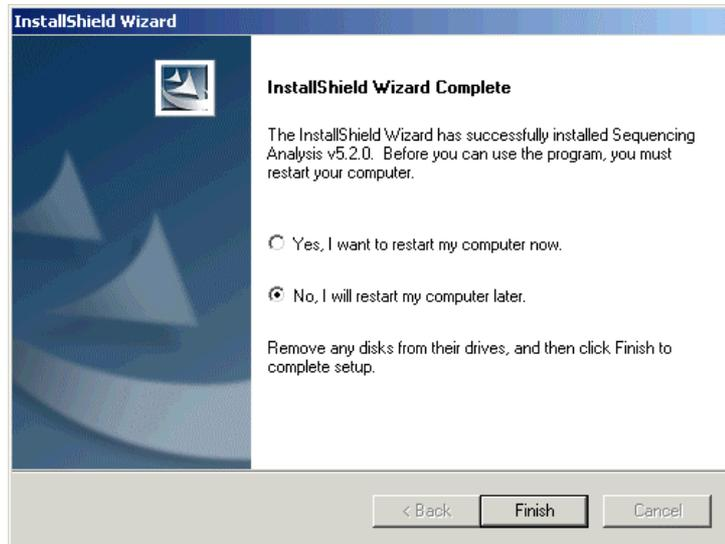
6. 全てのアプリケーションが終了してあるか確認を求められます。Data Collection Software v3.0以外が起動していないか確認して**OK**をクリックします。



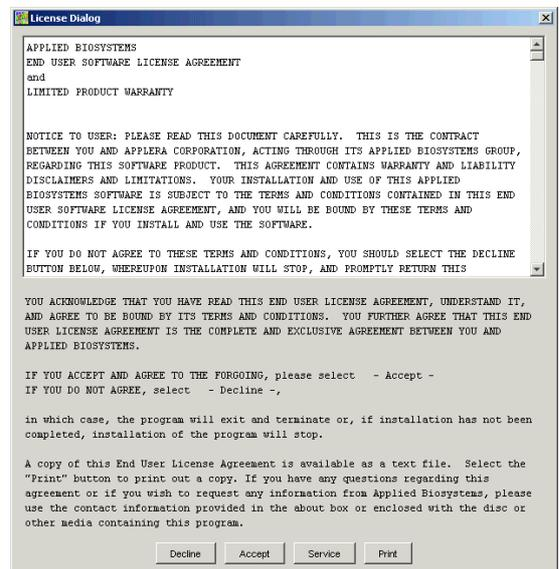
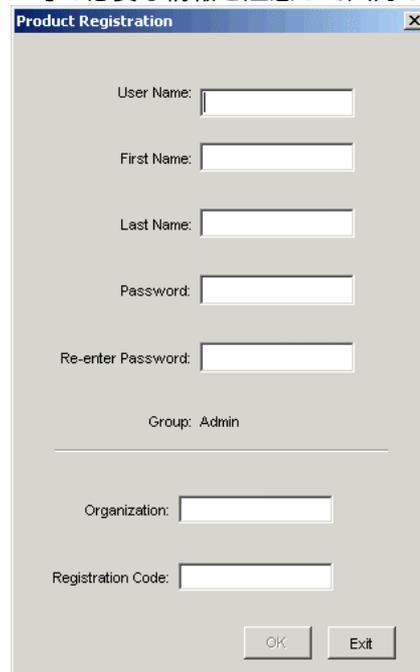
7. 指示に従い、**Next**をクリックして進みます。



8. 無事にインストールが終了すると **Restart**を要求してきますので、ここでは**No**を選んで**Finish**をクリックします。



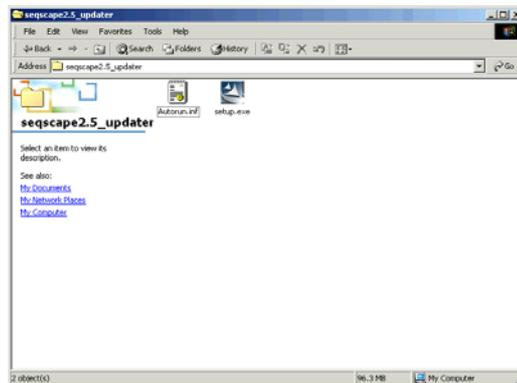
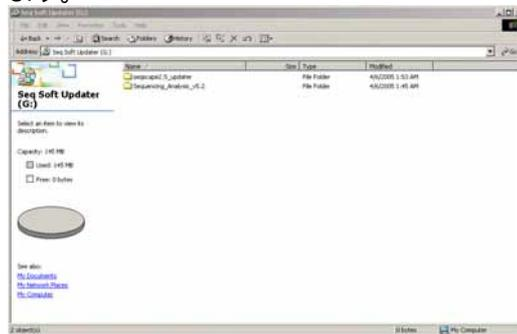
9. CDを取り出して、コンピューターをリスタートします。
10. Sequencing Analysis Software v5.2を起動しますとRegistration入力ウィンドウが現れます。
11. ログオンに使用する**User Name**や**Password**、準備しておいた**Registration code**等の必要な情報を注意して入力します。



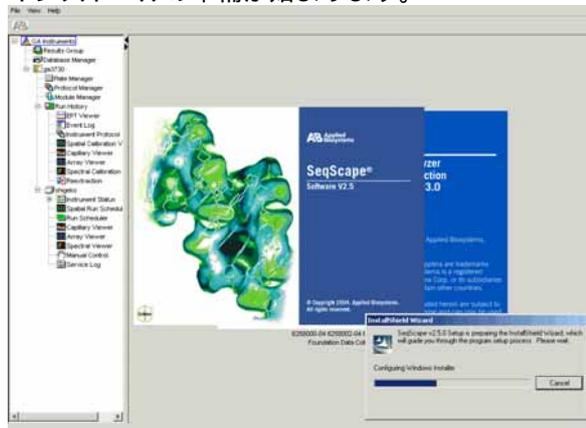
12. License Dialogの内容を確認して、**Accept**をクリックします。
13. Log Inウィンドウで、先ほど入力した**User Name**と**Password**を入力します。
14. 無事にSequencing Analysis Software v5.2が起動したら、必要に応じて設定を確認修正します。

## SeqScope® Software v2.1からv2.5へのアップデート

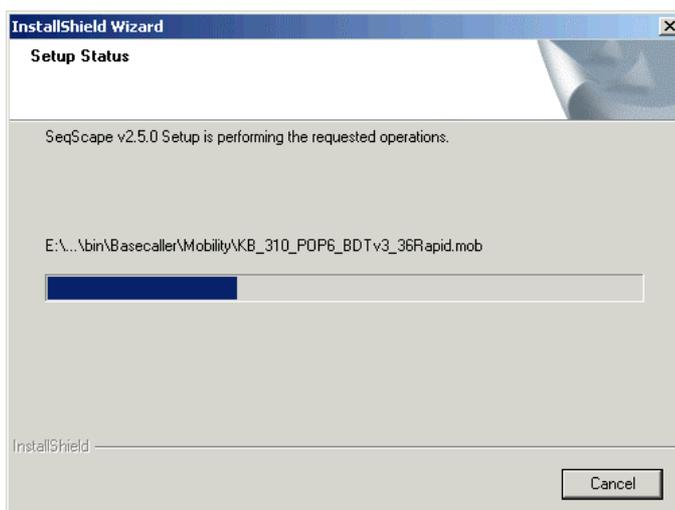
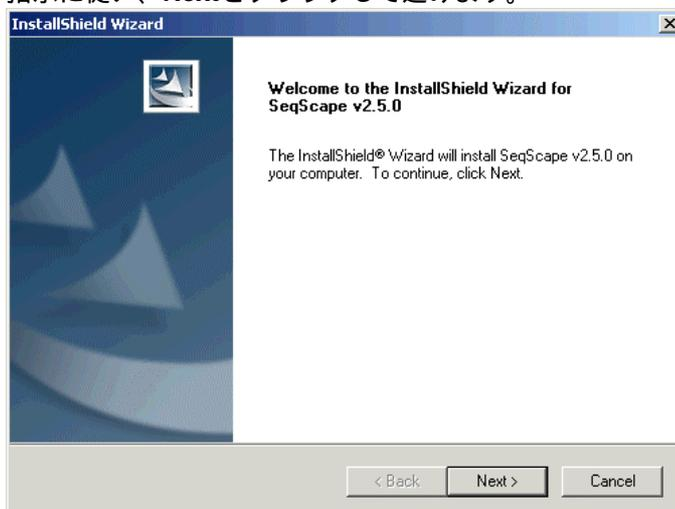
1. お手持ちのSeqScope® Software v2.1のRegistration codeを準備します。
2. 必要なデータや設定のバックアップを行います。プロジェクトをエクスポートし、削除しておくことでアップデートに要する時間を短縮することが出来ます。
3. Data Collection Software v3.0を起動させて下さい。 またそれ以外のアプリケーションは終了させて下さい。（デスクトップのショートカットはv2.0のままです）
4. アップデーターのCDを挿入するか、ダウンロードしたファイルをWinZip等で解凍して下さい。
5. SeqScope2.5\_updaterフォルダーを開き、Setup.exeをダブルクリックして起動します。



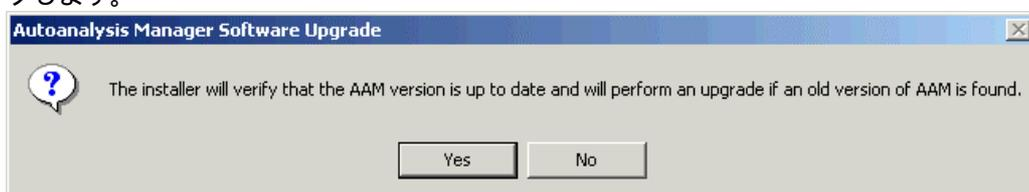
6. インストールの準備が始まります。



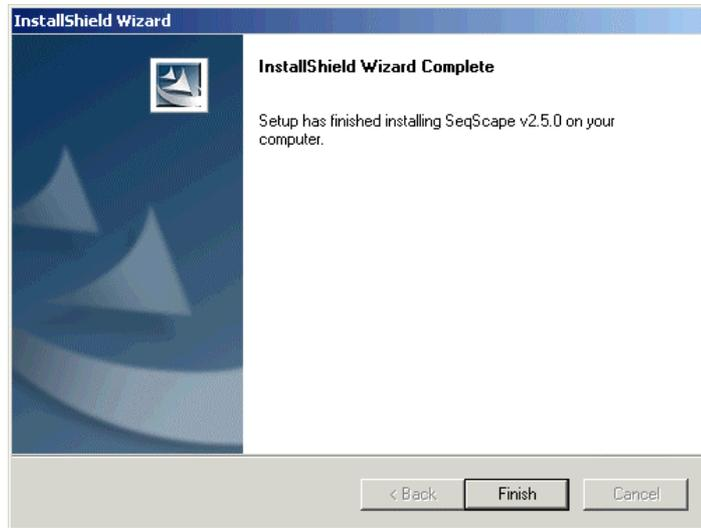
7. 指示に従い、**Next**をクリックして進みます。



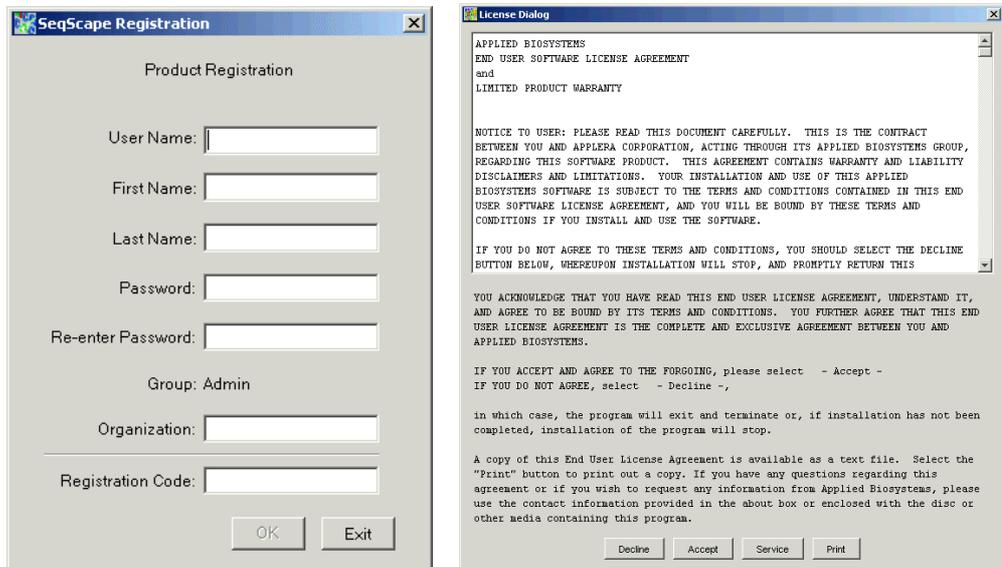
8. AutoAnalysisのアップデートの確認ウィンドウが表示されますので、**Yes**をクリックします。



9. 無事にインストールが終了したら、**Finish**をクリックします。



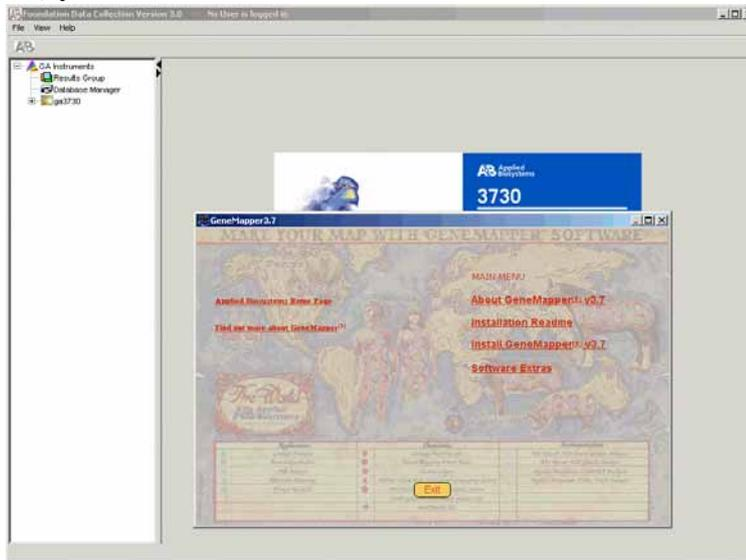
10. CDを取り出して、コンピューターをリスタートします。
11. SeqScape® Software v5.2を起動しますとRegistration入力ウィンドウが現れます。
12. ログオンに使用する**User Name**や**Password**、準備しておいた**Registration code**等の必要な情報を注意して入力します。



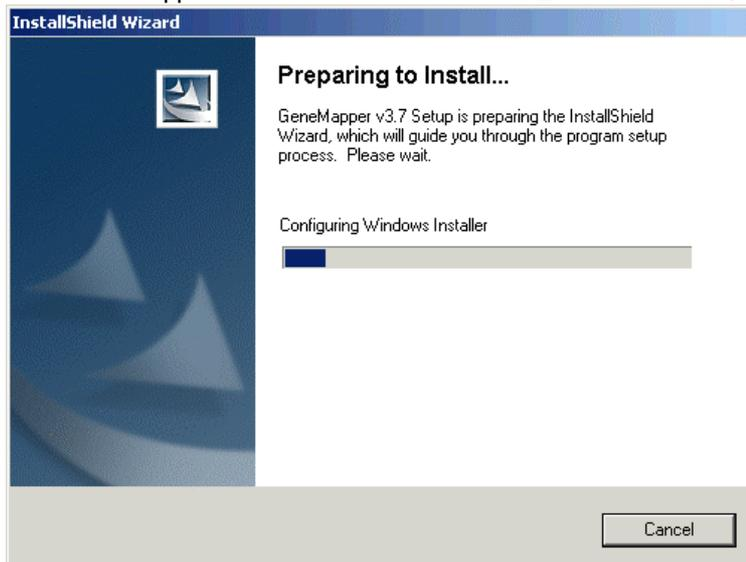
13. Log Inウィンドウで、先ほど入力した**User Name**と**Password**を入力します。
14. License Dialogの内容を確認して、**Accept**をクリックします。
15. 無事にSeqScape® Software v2.5が起動したら、必要に応じて設定を確認修正あるいはエクスポートファイルのインポートを実施します。

## GeneMapper® Software v3.5からv3.7へのアップデート

1. GeneMapper® Software v3.7のCDケースに挿入されているGetting StartedカードのRegistration codeを準備します。
2. 必要なデータや設定のバックアップを行います。プロジェクトはエクスポートした後にGeneMapper Databaseから削除しておく事をお勧めします。
3. Data Collection Software v3.0を起動させて下さい。 またそれ以外のアプリケーションは終了させて下さい。（デスクトップのショートカットはv2.0のままです）
4. GeneMapper® Software v3.7のCDを挿入すると自動的にインストーラーが起動します。



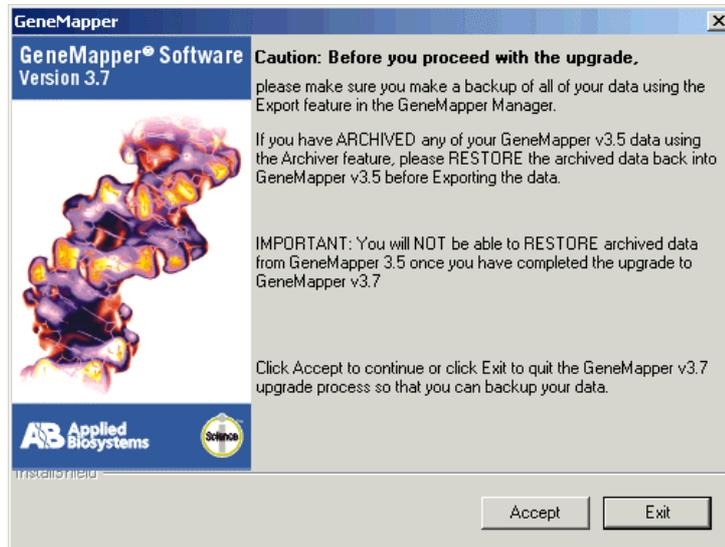
5. Install GeneMapper® Software v3.7をクリックするとインストールの準備が始まります。



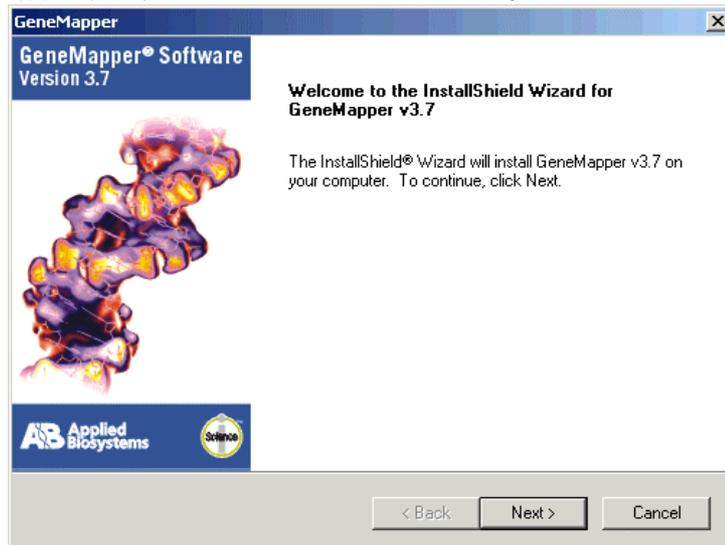
6. 全てのアプリケーションとウィンドウが終了してあるか確認を求められます。Data Collection Software v3.0以外が起動していないか確認してOKをクリックします。

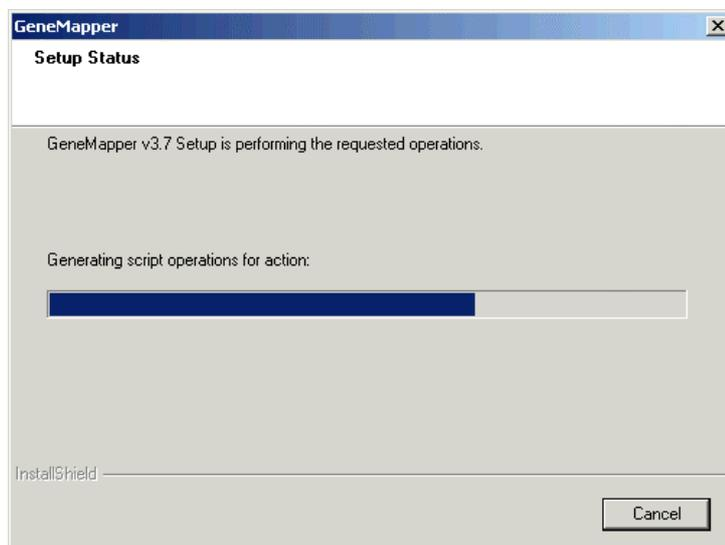


7. データバックアップの必要性のウィンドウが現れますので、確認したらAcceptをクリックします。



8. 指示に従い、Nextをクリックして進みます。





9. 無事にインストールが終了すると **Restart**を要求してきますので、ここでは**No**を選んで**Finish**をクリックします。



10. ソフトウェアを全て終了した後CDを取り出して、コンピューターをリスタートします。

- GeneMapper® Software v3.7を起動しますとRegistration入力ウィンドウが現れますので、**Name**、**Organization**と準備しておいた**Registration code**の情報を入力します。



The image shows a screenshot of a software registration dialog box. The window title bar reads 'Gene Mapper'. The main title of the dialog is 'Product Registration'. It features three text input fields: 'Your Name:', 'Organization:', and 'Registration Code:'. Below the input fields are two buttons: 'OK' and 'Quit'.

- 今までと同じ**UserName**と**Password**でGeneMapper® Software v3.7にログインします。
- 無事にGeneMapper® Software v3.7が起動したら、必要に応じて設定を確認 修正あるいはエクスポートファイルのインポートを実施します。

全てのソフトウェアがアップデートされましたら、Data Collection Software v3.0を起動して各種設定やSequencing Analysis Software、SeqScope® Software、GeneMapper® Softwareとのリンクが取れているか確認して下さい。

## Worldwide Sales and Support

Applied Biosystems vast distribution and service network, composed of highly trained support and applications personnel, reaches 150 countries on six continents. For sales office locations and technical support, please call our local office or refer to our Web site at [www.appliedbiosystems.com](http://www.appliedbiosystems.com).

Applera is committed to providing the world's leading technology and information for life scientists. Applera Corporation consists of the Applied Biosystems and Celera Genomics businesses.

---

© Copyright 2005, Applied Biosystems. All rights reserved.

### For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Information in this document is subject to change without notice. Applied Biosystems assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. This document is believed to be complete and accurate at the time of publication. In no event shall Applied Biosystems be liable for incidental, special, multiple, or consequential damages in connection with or arising from the use of this document.

### NOTICE TO PURCHASER: LICENSE DISCLAIMER

Purchase of this software product alone does not imply any license under any process, instrument or other apparatus, system, composition, reagent or kit rights under patent claims owned or otherwise controlled by Applera Corporation, either expressly or by estoppel.

### TRADEMARKS:

Applied Biosystems, GeneMapper, and SeqScape are registered trademarks, and AB (design) are trademarks of Applera Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other trademarks are the sole property of their respective owners.



### アプライドバイオシステムズジャパン株式会社

本社：〒104-0032  
東京都中央区八丁堀 4-5-4  
TEL. 03 (5566) 6100  
FAX. 03 (5566) 6501

大阪：〒564-0052  
大阪府吹田市広芝町 10-28  
TEL. 06 (6389) 1201  
FAX. 06 (6389) 1206

Printed in Japan 2005.06