

平成28年2月12日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
(コード番号：4572)  
問 合 せ 先 経営管理本部長 吉野 公一郎  
(TEL：078-302-7075)

## 米国研究拠点「カルナバイオ C-Lab」設立のお知らせ

当社は、米国における先進的な大学・研究機関との共同研究をさらに推進することを目指し、米国子会社であるCarnaBio USA, Inc.（本社：米国マサチューセッツ州、社長：二村晶子、以下「CarnaBio USA」という）の研究拠点として、米国サウスサンフランシスコに、新たに「カルナバイオ C-Lab（以下「C-Lab」という）」を2月12日付で開設しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設立の概要

当社は、キナーゼを標的とした画期的新薬の開発を目指して研究開発を進めてまいりましたが、さらなる最先端の創薬技術の開発を目指し、米国における先進的な大学・研究機関との連携を目的として、Carnabio USAに「カルナバイオ C-Lab」を設立することといたしました。C-Labを開設する米国サウスサンフランシスコは、多くの製薬企業やバイオベンチャーの研究所が集結している好立地であります。当社取締役研究開発本部長の澤 匡明がC-Labの所長として就任し、日本及び米国の研究開発の連携を推進いたします。

#### 2. C-Lab の概要

- (1) 名 称 カルナバイオ C-Lab
- (2) 所 長 当社取締役研究開発本部長 澤 匡明
- (3) 所 在 地 JLABS @ South San Francisco (JLABS @ SSF), 329 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080, USA
- (4) 業 務 内 容 北米における創薬技術の開発研究

### 3. CarnaBio USA, Inc. の概要

- (1) 商 号 CarnaBio USA, Inc.
- (2) 代 表 者 二村 晶子
- (3) 所 在 地 209 West Central Street, Suite127 Natick, MA 01760 USA
- (4) 資 本 金 1,400,000 USドル
- (5) 事 業 内 容 北米における創薬支援事業および創薬技術の研究開発
- (6) 設 立 年 月 日 平成20年4月21日
- (7) 当 社 出 資 比 率 100%

### 4. 今後の業績に与える影響について

本拠点設立が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上