

2006年5月17日

各位

カルナバイオサイエンス株式会社
代表取締役社長 吉野 公一郎

Enamine 社とキナーゼを標的とした共同研究開発契約を締結

カルナバイオサイエンス株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:吉野公一郎)とウクライナのEnamine, Ltd.(エナミン社、ウクライナ キエフ市、Andrei Tolmachev 社長)は、キナーゼを標的とした共同研究開発契約を締結し、標的として選択したキナーゼに対するリード化合物の探索を共同で進めることに合意しました。

カルナバイオサイエンスはすでに160種類を超えるタンパク質キナーゼのアッセイ系の構築に成功しており、Enamine社は8,000個を越すキナーゼ・フォーカス・化合物ライブラリーを保有しています。今後、癌との関連が報告されているキナーゼを標的として、Enamine社がこのキナーゼにフォーカスした化合物ライブラリーを作製、カルナバイオサイエンスがライブラリーのスクリーニングを行い、リード化合物の探索および創製を狙います。創製されたリード化合物は製薬企業へライセンスアウトすることを目指します。

【カルナバイオサイエンス社の概要】

- | | |
|---------|--|
| 1)商号 | カルナバイオサイエンス株式会社
Carna Biosciences, Inc. |
| 2)設立年月日 | 2003年(平成15年)4月10日 |
| 3)所在地 | 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5番2号
神戸国際ビジネスセンター 511 |
| 4)代表者氏名 | 代表取締役 吉野 公一郎 |
| 5)資本金 | 15億2,170万円 |
| 6)事業内容 | アッセイ開発、プロファイリング、タンパク質キナーゼ販売、
X線結晶構造解析情報の販売、創薬事業 |

【Enamine 社の概要】

- 1) 商号 Enamine, Ltd.(エナミン社)
- 3) 所在地 23 Alexandra Matrosova Street, 01103 Kiev, Ukraine
- 4) 代表者氏名 Andrei Tolmachev, CEO & President
- 5) 事業内容 化合物ライブラリーの創製・販売、創薬受託サービスの提供

以上

このリリースに関するお問合せ先

カルナバイオサイエンス株式会社

経営企画担当 重田 恭子 Tel: 078-302-7039

電子メール: marcom@carnabio.com

URL: <http://www.carnabio.com>

この発表は、重工業研究会、本町記者会、神戸経済記者クラブにおいてなされました。