

平成23年12月22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 取締役 経営管理本部長 相川 法男  
(TEL 078-302-7075)

### 連結子会社の増資に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の連結子会社であるCarnaBio USA, Inc. の増資を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. CarnaBio USA, Inc. の概要

- (1) 商 号 CarnaBio USA, Inc.
- (2) 代 表 者 桑原 慎一 (当社取締役事業開発担当)
- (3) 所 在 地 209 West Central Street, Suite127 Natick, MA 01760 USA
- (4) 資 本 金 400,000 USドル
- (5) 事 業 内 容 北米における創薬支援事業
- (6) 設 立 年 月 日 平成20年4月21日
- (7) 当社出資比率 100%

#### 2. CarnaBio USA, Inc. の増資の内容

- (1) 発 行 株 式 数 3,500 株
- (2) 発 行 価 額 200 USドル
- (3) 払 込 金 額 700,000 USドル (約54百万円) (注1)
- (4) 払 込 期 日 平成23年12月26日
- (5) 割 当 先 当社
- (6) 増 資 後 資 本 金 1,100,000 USドル
- (7) 増資後当社出資比率 100%
- (8) 増資後発行済株式数 5,500 株

(注1) 平成23年12月21日時点の直物為替相場の中心値77.89円による円貨換算額であります。

#### 3. 増資の目的

当社グループの創薬支援事業において重要市場である北米でのさらなる売上拡大が当社グループの成長戦略及び安定的な収益確保の観点から重要性が高いと認識しており、北米における販売体制を整備拡大し財務体質を強化することを目的として、増資を実施いたします。

#### 4. 業績に与える影響について

今回の増資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