

平成 20 年 11 月 14 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 取締役経営管理部長 島川 優  
(TEL.078-302-7039)

### 本社移転に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、本社を移転することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新本社所在地

神戸市中央区港島南町 1 丁目 5 - 5 神戸バイオメディカル創造センター (BMA)  
(バイエル薬品株式会社 神戸リサーチセンター跡地)  
電話番号：078-302-7039 (代表、従前からの変更はございません。)

BMAは、動物飼育・実験施設、RI (Radio Isotope：放射性同位元素) 実験施設やヒト細胞培養施設を備えた日本初の複合施設であり、バイオベンチャーや再生医療関連企業の研究や研究成果の産業化を支援する神戸医療産業都市構想の中核施設です。

(ご参考)

旧本社所在地：神戸市中央区港島南町 5 - 5 - 2 神戸国際ビジネスセンター511

#### 2. 本社移転日

平成 20 年 12 月 26 日 (金)

#### 3. 本社移転の理由

創薬事業における創薬研究のスピードアップおよび創薬支援事業における大型受注の獲得体制の早期構築を目的として、これまで分散していた研究開発拠点を神戸バイオメディカル創造センター (BMA) に集約し、これに伴い、本社機能も BMA に移転いたします。これにより、事業計画に適した研究スペースを低コストで獲得できると同時に、創薬事業の早期の化合物導出および創薬支援事業の大型プロジェクト獲得に向けた体制を一気に構築し、売上拡大および早期の全社黒字化の実現により当社企業価値の向上を図ります。

#### 4. 業績に与える影響

本件移転に係る業績に与える影響 (移転に伴い発生する費用) については、平成 20 年 8 月 6 日に公表いたしました平成 20 年 12 月期の通期の業績予想およびマイルストーン開示に係る事業計画 (平成 20 年 12 月期 ~ 平成 22 年 12 月期) に織り込まれておりますので、既に公表しております業績予想の変更はございません。

以 上