

平成 22 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 取締役 経営管理本部長 相川 法男  
(TEL. 078-302-7039)

### 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 12 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び役員人事は、平成 22 年 3 月 24 日開催の定時株主総会および取締役会を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動について (平成 22 年 3 月 24 日付)

##### (1) 異動の内容

| 氏 名     | 新 役 職 名 | 現 役 職 名             |
|---------|---------|---------------------|
| 津 木 憲 紘 | 相談役     | 代表取締役会長<br>兼 事業開発管掌 |

##### (2) 異動の理由

平成 22 年 3 月 24 日開催の定時株主総会終結をもって任期満了となるため。退任後は相談役に就任予定。

#### 2. 役員人事について (平成 22 年 3 月 24 日付)

| 氏 名    | 新 役 職 名 | 現 役 職 名                              |
|--------|---------|--------------------------------------|
| 吉野 公一郎 | 同右 (重任) | 代表取締役社長                              |
| 相川 法男  | 同右 (重任) | 取締役 経営管理本部長<br>兼 知的財産・法務部長<br>兼 総務部長 |
| 原 隆    | 同右 (重任) | 取締役 営業本部長<br>兼 営業第二部長<br>兼 営業企画部長    |
| 横田 耕一  | 同右 (重任) | 取締役 研究技術本部長<br>兼 研究開発部長              |
| 柳原 恒久  | 同右 (重任) | 社外取締役                                |

以 上