

平成23年2月18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)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成23年2月18日開催の取締役会において、下記の通り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、役員人事は、平成23年3月23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. 役員人事について (平成23年3月23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 兼 知的財産・法務部長 兼 総務部長
桑原 慎一	取締役 事業開発担当	新 任
柳原 恒久	同右 (重任)	社外取締役
有田 篤雄	同右 (重任)	社外監査役 (常勤)
小笠原 嗣朗	同右 (重任)	社外監査役
中井 清	同右 (重任)	社外監査役

##### 2. 新任取締役候補者の略歴

桑原 慎一 (くわはら しんいち)

生年月日 昭和24年1月10日

略歴 平成6年9月 米国アルコン株式会社入社 (ALCON RESEARCH LTD.)

臨床開発部長、ライセンス・事業開発部長

平成20年11月 医薬コンサルタント (現任)

以 上