

平成27年 2月20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)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月20日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動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、本役員人事は、平成27年3月24日開催の定時株主総会ならびに取締役会および監査役会を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎	代表取締役社長 兼 営業部長 兼 株式会社ProbeX代表取締役社長
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 経営管理本部長 兼 知的財産・法務部長
※ さわ まさあき 澤 匡 明	創薬研究部長
やなぎはら つねひさ 柳原 恒久	社外取締役
※ たかなぎ てるお 高柳 輝夫	—

(注1) ※は新任取締役候補者であります。

(注2) 柳原恒久および高柳輝夫の両氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役候補者

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有田 篤雄	社外監査役(常勤)
おがさわら つぐお 小笠原 嗣朗	社外監査役
な か い きよし 中井 清	社外監査役

### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
くわはら しんいち 桑原 慎一	取締役 事業開発担当

平成27年3月24日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。  
退任後は当社顧問に就任予定であります。

### 4. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
澤 匡明 (昭和45年12月7日)	平成13年9月 大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 平成19年1月 当社入社 平成19年5月 当社研究技術本部化学研究部長 平成22年4月 当社創薬研究部長(現任)
高柳 輝夫 (昭和21年10月4日)	昭和50年4月 第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社 平成9年10月 同社学術管理部長 平成12年10月 同社研究企画部長 平成13年6月 同社取締役研究企画部長兼蛋白質研究所長 平成16年10月 同社取締役研究開発業務部長 平成18年4月 同社取締役研究開発戦略部長 平成19年6月 第一三共株式会社常勤監査役 平成23年6月 同社顧問 平成23年7月 公益社団法人日本薬学会常任理事 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団理事長 平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院創薬科学研究科非常勤講師(現任) 平成25年4月 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団理事長(現任) 平成26年5月 学校法人昭和薬科大学理事(現任)

以上