



## strat-M FAQ

### Q: Strat-M 的厚度是多少？孔径是多少？

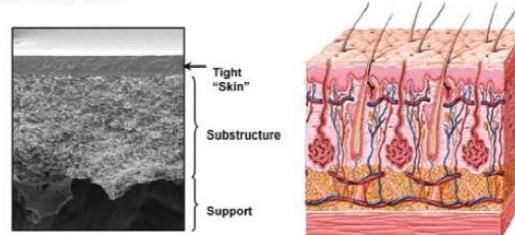
A: Strat-M 厚约 300um，没有定义确切孔径。

### Q: Strat-M 是否是聚合膜，膜是什么材质？

Strat-M 是亲水聚合膜类的产品，主要材质为亲水 PES。官网关于膜材质的描述为：

polyethersulfone membrane (PES) , polyolefin membrane (PO) , synthetic lipid post-treatment

相似的分层结构



### Q: Strat-M 的相关性测试模型中采用的人类皮肤是什么来源呢？

A: 我们的测试中采用的是来自于皮肤库的人类死尸皮肤。这是目前人类皮肤测试时推荐的皮肤来源，其含有完整的角质层、表皮层、真皮层，与体内条件有着最好的相关性。

### Q: Strat-M 的保质期一般有多久？

A: Strat-M 为非无菌耗材类产品，没有明确有效期，但产品的售后质保期为自到货之日起 1 年。

如果产品放置时间较长，我们建议重新使用时，加做预实验确认产品性能仍然满足实验需求。

### Q: Strat-M 分正反面吗？如何使用呢？

A: Strat-M 有正反面区分，使用时应光面朝上，即光面接触保持测物。

### Q: Strat-M 的多层结构能够分开吗？

A: 有些测试者希望检测皮肤的多层结构中每一层中扩散的化合物浓度。但很遗憾，Strat-M 不能进行分层测试，只适合于整体扩散测试模型。



## strat-M FAQ

### Q: Strat-M 的化学相容性如何？

A: Strat-M 的化学相容性测试表请见官网，链接如下：

<https://www.sigmaaldrich.cn/CN/zh/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility>

### Q: Strat-M 适合测试什么类型的化合物呢？

A: Strat-M 适用的化合物类型广泛。经我们测试，分子量在 100 ~ 500Da，Log P 在 -1 ~ 5 之间的化合物均有很好的透皮扩散效果。但对具体的应用，需要客户自己的进一步验证。

### Q: Strat-M 如何使用，适配什么样的装置？

A: Strat-M 配套用于 Franz Cell 经皮给药检测。无法单独使用，或其他装置。



### Q: Strat-M 能够兼容哪些形态的待测产品呢？

A: 在溶液，凝胶，乳液，粉底，乳霜，洗面奶等测试中，Strat-M 均表现出与人类皮肤的极佳相关性。

### Q: 我的 Franz Cell 实验中有泡沫形成，还能测试吗？

A: Strat-M 比真正的皮肤组织更加坚固。在加入样品后需要格外注意赶走气泡。采用消泡的溶液能有效减少这种情况。



## strat-M FAQ

---

### **Q: Strat-M 在使用之前需要进行水化或包被处理吗?**

A: Strat-M 是已经预处理过的, 可直接使用。膜预切成合适大小, 每片膜独立包装, 取出后置于 Franz Cell 装置上即可开始实验, 操作简便。

但如果客户是想比对其他动物皮肤, 如猪皮测试时需放置于 PBS 缓冲液中平衡 30min, Strat-M 也可采用同样的处理方法, 并且不会影响 Start-M 的正常性能。

### **Q: 如何选择接收液呢? 是否有推荐的接收液配方?**

A: 透皮扩散测试是为了模仿药物或者护肤品等在体内的经皮扩散。而在体内经皮扩散吸收的过程中, 药物是会被携带进入血液中的。所以 Franz Cell 透皮扩散实验中最理想的接收液是 pH 7.4 的 PBS 溶液。这也是 Strat-M 透皮扩散实验中采用的接收液。

但有时, 化合物的溶解性有限, 蛋白(白蛋白), 表面活性剂或者酒精都是研究者们经常采用的接收液促溶剂。所以接受液的配方也可能发生改变, 但最理想的条件仍是接近体内环境。

值得提醒的是, 研究者如果是在比较同一化合物的不同组方时, 需要使用同样的接收液来做平行实验。

### **Q: 对于所有的透皮扩散测试, 是否促渗剂都是需要或者必需的呢? 有哪种促渗剂是广泛应用于所有测试和各类皮肤模型(人类皮肤、小鼠皮肤或者 Strat-M)呢?**

A: 在我们所做的人类皮肤和 Strat-M 的扩散测试中, 我们并未使用任何促渗剂。如果所研究的化合物的扩散能力好, 那么并不需要使用促渗剂。但总体来讲, 大多数的组方中都会含有促渗剂来促进化合物的经皮扩散。

我们并不推荐某些具体的促渗剂给客户, 因为我们并不是组方专家。研究者可以根据他们的组方和化合物的特性选择任何促渗剂。我们的产品资料上提供了采用油酸作为促渗剂的测试数据可供客户参考。据我们的研发经验, Strat-M 膜对常见组方中的促渗剂都呈现出和人类皮肤相似的透性特征变化。