

下面概述木材保护工业的一些普遍看法。

1. 什么是木材保护？

木材是人类最常用并最喜爱使用的材料之一，以不计其数的方式大量用于建造、装备、装饰我们的住宅、办公室、公共场所，并广泛应用于农业、工业、包装、运输、基础结构及其他领域的一些特殊用途。作为一种天然有机材料，木材易于遭受各种形式的生物降解和其他降解，包括昆虫如白蚁、腐朽菌、霉菌以及非生物因子如火灾、老化。

其他材料如钢铁和水泥，为了保持可靠的使用功能，通常需要防止腐蚀、剥落。在很多情况下，为了提供可靠的使用功能，木材和木制品也需要针对一种或多种生物或环境因子进行保护。目前世界上绝大部分地区已有一些大型木材防腐工业提供这种针对木材的保护处理服务。

2. 为什么 21 世纪需要木材保护？

由于资源充足等原因，前几代人可以享用那些对生物侵害具备天然耐久性的木材。但随着全世界对木材消费的扩大，全球要求保护天然林和使用可持续资源的呼声势不可挡。当前使用的木材和木制品越来越多地来自于速生人工林，而速生木材不具备天然林木材的耐久性。因此在很多应用场合，如暴露于自然环境、水、土壤和其他可促进生物降解的使用条件，这些木材就需要进行防腐保护。除此之外，现代建筑规范和标准要求更广泛的功能性和安全性的保证，这就需要通过提高木材的耐久性。

3. 木材保护的种类有哪些？

现代木材保护技术涉及木制品的改良，通过各类化学防腐剂浸渍或涂饰而赋予保护特性。最普遍的应用方法是能将抵抗腐朽菌和昆虫如白蚁的防腐剂浸渍到木材中，使作为生物之食物来源的木材，要么不具有吸引力，要么具有排斥性，要么具有毒性。

阻燃剂可以限制或消除木材燃烧的潜力，有些特殊试剂也可增加木材的硬度和强度。一些新型木材保护的方法完全不使用化学药剂，而是利用物理方法。

4. 木材保护工业需符合哪些法规？

不同国家或地区的法规及法规体系有很大差别。但木材防腐剂一般属于农药法规的范畴。木材保护工业的生产通常需要从当地或地区环保部门（或类似机构）取得许可证。而且大多数国家有国家标准或行业标准，这些标准规定了防腐木制品应达到的要求和正确使用的条件，如澳大利亚标准 1604 和新西兰标准 3640。对于没有相应标准的国家，可参照美国、英国、澳大利亚或其他国际上认可的标准。

5. 使用防腐木材是否安全？

一般来说，化学防腐剂浸渍处理木制品是一种被动式的材料保护方式，但由于防腐剂进入到木材细胞结构中，因此（对安全性）影响很小。在绝大多数情况下，使用防腐木材是安全的，就如同使用普通木材和其他建筑材料一样。

但防腐木材燃烧可能产生有毒的烟尘和剩余物，因此防腐木材不可作为家庭取暖和烹调食物的燃料。没有当地官方机构的许可，也不可使用燃烧的办法处理防腐木材废弃物。在有些国家，对一些防腐剂或化学药剂也有限制。

6. 如何得到更多信息？

联系我们可得到有关奥麒木材保护的进一步信息。